

## General Terms and Conditions of Purchase for German entities

Bei inländischen Verträgen ist die deutsche Fassung der AGB (Seiten 18-36) bei Abweichungen zwischen deutschem und englischem Text maßgebend. Bei Verträgen mit grenzüberschreitendem Charakter ist die englischsprachige Fassung (Seiten 1-17) vorrangig.

For domestic contracts, the German version of the GTC (pages 18-36) shall prevail in the event of divergence between the German and English text. For contracts of a cross-border nature, the English-language version (pages 1-17) shall take precedence.

### 1) ACCEPTANCE, SCOPE AND STRUCTURE OF THESE TERMS

- a) The present General Conditions of Purchase define the terms of purchase of applicable Goods and Services as well as the procurement of IT-Products and -Services between the Sartorius company placing the Order (as defined hereafter) and its suppliers, sellers, IT-Contract Partners, service providers or subcontractors as appropriate (hereinafter "Supplier").
- b) The present General Conditions of Purchase are entirely applicable as soon as the Order is accepted under the terms defined in Article 3 a) hereinafter, as the sole contractual terms applicable between the Supplier and Sartorius, the Supplier giving up its own general conditions of sale. Any withstanding, amending or deviating terms and conditions of Supplier shall not apply, even if Sartorius, knowing of such terms and conditions of Supplier, does not object to them explicitly.

The special provisions of Clause 25 of these General Terms and Conditions of Purchase shall apply to the procurement of IT Products and Services if, in accordance with Clause 1) c) below, the order expressly states as "Special Conditions" that the respective order is subject to the special provisions in Clause 25 of these General Terms and Conditions of Purchase.

Unless the Order expressly refers to the application of the provisions contained in Clause 25 in accordance with the above, such provisions shall have no effect whatsoever (neither directly nor indirectly as for interpretation purposes).

- c) All Orders of Sartorius are exclusively governed by the present General Conditions of Purchase and any particular conditions mentioned in the Order (hereinafter "Particular Conditions") as well as (as the case may be) all other contractual documents (hereinafter designed "Other Contractual Documents") defined in the Particular Conditions.
- d) If there is any contradiction between those different documents, the priority order will be as follow:
  - 1. Particular Conditions
  - 2. General Conditions of Purchase, and
  - 3. Other Contractual Documents
- e) Particular Conditions, General Conditions of Purchase and Other Contractual Document constitute the entire agreement between Sartorius and the Supplier (the "Agreement") and prevail over all other prior document, express or implied, written or oral.
- f) In the event the cooperation between Sartorius and the Supplier under which Sartorius may purchase and take delivery of ordered Goods from Supplier for resale, and Supplier may manufacture, sell and deliver to Sartorius the volumes and versions of Goods ordered by Sartorius, are governed under the terms of a separate purchase agreement, or quality agreement (together the "Related Agreements"), the provisions of the Related Agreements will prevail in the event of any conflict between any provisions of this Agreement and any provision of any Related Agreements.
- g) The present General Conditions of Purchase shall only apply vis-à-vis commercial suppliers and/or contractors and with respect to commercial transactions.
- h) These General Conditions of Purchase shall apply to all transactions between Sartorius and the Supplier in the version current at the time of the conclusion of such transaction, even if their application has not been expressly agreed again.
- i) No variation to these General Conditions of Purchase shall be binding unless agreed in Writing between the authorized Representatives of the Supplier and Sartorius.

### 2) DEFINITIONS

In these General Conditions of Purchase:

**"Affiliate"** means any individual or entity directly or indirectly (i) controlling, (ii) controlled by, or (iii) under

common control with the ultimate parent company of such Party. For purposes of this definition, "control" means the direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding voting rights, or the right to control the policy decisions of the respective entity.

**"Business Day"** means any day other than a Saturday, Sunday or any day which is a public holiday or any day on which banking institutions are authorized or required by law or other governmental action to close.

**"Confidential Information"** means any information that is confidential in nature concerning the other Party and/or its Affiliates, including, without limitation, any details of its business, affairs, customers, clients, suppliers, Intellectual Property, plans, strategy, products (either existing or under development), or services.

**"Deliverable"** mean Goods, software, information, technology, and any other items (e.g. reports) to be delivered by Supplier pursuant to the Agreement, including any such items furnished incident to the provision of Services.

**"IT-Products and -Services"** means all Deliverables, Goods and Services which IT-Contract Partner shall deliver and or supply pursuant to this Agreement.

**"Delivery Location"** means the location specified in the order to which Supplier shall procure the delivery of the Goods.

**"Force Majeure"** means any event outside the reasonable control of either Party and shall include, without limitation, war, threat of war, revolution, terrorism, riot or civil commotion, strikes, lockout or other industrial action, blockage or embargo, acts of, or restrictions imposed by Government or public authority (including but not limited to shelter-in-place orders), failure of supply of water, power, fuels, transport, equipment or other deliverables or services, explosion, fire, radiation, flood, natural disaster or adverse weather conditions, pandemic, epidemic, or Acts of God.

**"Goods"** means the goods, components, raw materials (including any instalment or any parts for them) which Supplier is to supply in accordance with this Agreement.

**"Intellectual Property"** means patents, patent applications, designs, Inventions (as hereinafter defined), invention disclosures, trade secrets, know-how, registered and unregistered copyrights, works of authorship, computer software programs, data bases, trademarks, service marks, trade names, brand names, logos, and trade dress and any similar proprietary rights and any licenses or user rights related to the foregoing.

**"Invention"** means any new device, design, product,

computer program, article, method, process, or improvement or alteration thereon, work of authorship or derivative thereof, or any of the foregoing that is patentable, copyrightable, protectable under any applicable mask works law, protectable as a trade secret or protectable under any similar law, whether registered or not.

**"Order"** means all order(s) placed by Sartorius for the supply of Goods and/or performance of Services.

**"Price"** means the price for the Goods or Services determined in accordance with the Order and "Prices" shall be interpreted accordingly.

**"Representatives"** means Sartorius and Supplier's respective employees, agents, consultants, officers, subcontractors and Affiliates.

**"Services"** means all services described in the Order and/or supplied by the Supplier to Sartorius under these General Conditions of Purchase.

**"Specifications"** mean the description of the Goods and Services and attached to the Order or otherwise provided to the Supplier by Sartorius in Writing.

**"Supplier"** means the person or entity who accepts the Order from Sartorius for the purchase of the Goods or Services, or whose quotation for the Goods or Services is accepted by Sartorius.

**"IT-Contract Partners"** are Suppliers with whom Sartorius enters into a contract based on an Order that, as a Particular Condition in accordance with Clauses 1 b) and c), refers to the application of the provisions contained in Clause 25.

**"Warranty Period"** means the period commencing on the later of (i) the date the Goods are received by Sartorius or the Services are performed, and ending two (2) years thereafter; (ii) or commencing on the date on which the Goods have been put into service for their specified use or the Services performed and ending two (2) years thereafter.

**"Writing"** means communication by letter or by e-mail and written will be interpreted accordingly.

Any reference in these General Conditions of Purchase to any provision of a statute shall be construed as a reference to that provision as amended, re-enacted or extended at the relevant time.

The headings in these General Conditions of Purchase are for convenience only and shall not affect their interpretation.

### 3) ORDERS

- a) The Supplier shall acknowledge receipt of the Order placed by Sartorius and any variation (if applicable) within two (2) Business Days.

- b) Acceptance of the Order (whether made by written or oral acknowledgement or shipment of the Goods or performance of the Services subject to and specified in the Order, or any part thereof) constitutes acceptance by the Supplier of these General Conditions of Purchase. Any delivery made or work started by the Supplier pursuant to the Orders shall constitute acceptance of the Order.
- c) The Supplier acknowledges that except as specifically provided within the Order, the rates and Prices therein are sufficient to cover its obligations, whether expressed or implied under the Order. When the work or any part of it is to be performed anywhere other than the Supplier's premises, it shall be deemed to have satisfied itself as to all local conditions and other factors as may affect the performance of the work.

#### 4) SPECIFICATIONS

- a) Sartorius is, at all times, relying on the Supplier's knowledge and skills. To that extent, the Supplier warrants that the quantity, quality and description of the Goods and the Services shall, subject as provided in these General Conditions of Purchase, be as specified in the Order and/or in any applicable Specification supplied by Sartorius to Supplier, or agreed in Writing by Sartorius. The Goods and Services shall comply with all relevant legislation and any applicable up-to-date standards.
- b) The Goods supplied shall be new and shall not have been used previously.
- c) The Supplier shall clearly list any exceptions or deviations to requirements to the Specifications and all other documents and standards and each deviation shall be serially numbered. The deviations must be supported by strong justification and is subject to Sartorius' prior written approval to become effective. In the absence of a separate exceptions list, the documents shall be considered accepted by the Supplier.
- d) Any Specification supplied by Sartorius to the Supplier or specifically produced by the Supplier for Sartorius in connection with the Order, together with any Intellectual Property rights in the Specification, shall be the exclusive property of Sartorius. The Supplier shall not disclose to any third party or use any such Specification except to the extent that it is or becomes public knowledge through no fault of its own, or as required for the purpose of the Order.

- e) These warranties shall survive acceptance of these General Conditions of Purchase and are in addition to any warranties of additional scope given to Sartorius by the Supplier. No implied warranties are excluded.

#### 5) PRICE AND TERMS OF PAYMENT

- a) Prices exclusive of VAT but inclusive of all packaging as stated on the Order shall remain fixed until the delivery and acceptance of all Goods and completion of all the Services, which are the subject of the Order in accordance with these General Conditions of Purchase.
- b) No invoice will be accepted or processed for payment unless it refers to the Sartorius Order number, is appropriately addressed and provides sufficient detail with respect to each item invoiced.
- c) Sartorius shall pay all invoices as per the terms defined in the Order.
- d) In the event that payment is made before delivery of any or all of the Goods or the Services, the Supplier hereby grants to Sartorius, and Sartorius shall have, a security interest in the Goods, components and/or raw materials used in or purchased or designated for the manufacture of the Goods or purchased using any money paid by Sartorius (or its subsidiaries or agents) to the Supplier (or on the Supplier's behalf), which security interest shall attach to the Goods, components and such raw materials immediately upon the Supplier's receipt of such payment. The Supplier also agrees to execute and file (or, at Sartorius' discretion, permit Sartorius or Sartorius' agents to file), or take such other reasonable actions as deemed necessary by Sartorius, in order to evidence such security interest, at the Supplier's cost.
- e) The making of payment shall not be deemed to constitute acceptance thereof.
- f) All costs, damages or expenses for which the Supplier is liable to Sartorius may be deducted from any amounts due or becoming due to the Supplier, or may be recovered from the Supplier by action at law or otherwise.

#### 6) SECURITY STOCK

- a) In order to guarantee Sartorius a certain security and avoid all cease of deliveries, the Supplier agrees and commits itself to maintain a security stock in its factory

premises of the Goods listed in the Order issued by Sartorius, and in conformity with the terms listed in the Particular Conditions and/or Other Contractual Documents.

- b) Sartorius reserves the right to audit at any time the security stock in the Supplier's factory premises or other facilities, which Supplier herewith accepts. The audit will be undertaken by an employee or any agent of Sartorius, who will be designated for this purpose.

## 7) RISK AND PROPERTY

- a) Risk of damage to or loss of the Goods shall pass to Sartorius when the Goods have been delivered and unloaded.
- b) Where payment for the Goods is made prior to delivery, the title in the Goods shall pass to Sartorius once payment has been made and the Goods have been appropriated or allocated to Sartorius.

## 8) DELIVERY AND IDENTIFICATION OF GOODS AND PERFORMANCE OF SERVICES

- a) Goods and Services shall not be dispatched or performed prior to receipt by the Supplier of Sartorius' written Order. The Goods shall be delivered (and all work associated therewith shall be completed) to the Delivery Location and the Services shall be performed by the date(s) specified in the associated Order or as otherwise agreed by Sartorius in Writing.
- b) The Supplier agrees to perform the Services in accordance with safety rules of Sartorius and applicable safety laws and regulations whenever the Supplier is on Sartorius' premises.
- c) Time shall be of the essence of the Supplier's obligations hereunder. If the Supplier fails to begin performing the work upon receipt of the Order, or it appears to Sartorius that the Supplier may not be able to complete the work by the required date, or the Supplier fails to do so, Sartorius may terminate the Order or any part thereof in accordance with the provisions of Clause 15 hereof.
- d) Without prejudice to any other remedy, if the deliveries of Goods are not made or the Services are not performed on the due date(s), or without certificates, identification or documentation in full compliance with Sartorius' requirements, Sartorius shall be entitled to recover from the Supplier, by way of damages and not as a penalty (either directly or by deduction from any amounts due or which become due to the Supplier) a

sum equivalent to 5% of the Price for each week's delay up to a maximum of 50% of the Price (or such other percentage and/or period as may be specified in the Order, Particular Conditions and/or Other Contractual Documents).

- e) Goods delivered in excess of the amount called for in the Order, or without Sartorius written Order, may be refused and returned to the Supplier at the Supplier's expense, and Sartorius shall be entitled to invoice the Supplier for a handling fee which may amount ten per cent (10%) of the Price of the delivered Goods.
- f) To the extent that they do not conflict with the terms and conditions of the Order, Incoterms latest edition shall apply to the Order.
- g) Each package or case shall be clearly marked with the Supplier Company's name and Order number and Sartorius' order reference. Where required in accordance with the relevant EC directive, Goods shall be stamped with the EC mark on the product, the documentation and the packaging. Any failure from the Supplier to comply with the provisions of this Clause 8 g) may give right to Sartorius to refuse and return the Goods to the Supplier at the Supplier's expense, and Sartorius shall be entitled to invoice the Supplier for a handling fee which may amount ten per cent (10%) of the Price of the delivered Goods.
- h) The Supplier shall be responsible for proper packaging, loading and tie-down to prevent damage during transportation. No charge will be allowed for packing, crating, loading, or storage without Sartorius' written permission.
- i) All Goods shall be suitably packed to withstand normal freight handling and to withstand periods of storage and if the Goods or any parts of them are damaged due to faulty or inadequate packing, the damaged Goods or part of them shall be repaired or replaced at the Supplier expense whether or not delivery has been accepted.
- j) An Order and/or delivery shall not be deemed complete until all Goods and all other related Deliverables (including manuals and other documentation) and Services have been actually received and accepted by Sartorius.

## 9) INSPECTION

- a) Sartorius may, at all reasonable times and upon reasonable notice, perform such inspections and/or

audit at the Supplier facilities, as Sartorius deems necessary to assure itself of the Supplier's compliance with applicable laws and regulations, the Order and these General Conditions of Purchase.

- b) If as a result of inspection or testing, Sartorius is not satisfied that the Goods or the Services comply in all respects with the Order, Sartorius has the right to reject any work which is considered to be defective or inferior in quality of materials, workmanship, processing or design and not in accordance with the Specification, the Supplier shall take such steps as are necessary to ensure compliance. Any work so rejected shall immediately be replaced or corrected at the Supplier's expense. The Supplier shall resubmit the re-performed work for inspection or testing at Sartorius' sole judgement.

## 10) QUALITY OF PERFORMANCE

- a) The Goods or any sample or Services shall be of satisfactory quality and fit for any purpose Sartorius specifies in the Order or by implication made known that Sartorius requires at the time the Order is placed and which is also of a standard not less than that of previous supplies (if any) approved by Sartorius.
- b) The conformity and quality of the Goods and Services provided constitute a hard core condition to the Agreement.
- c) The Goods shall be free from defects in design, material and workmanship. Services shall be performed by appropriately qualified and trained personnel, with due care and diligence and to such high standard of quality as is reasonable and all equipment and tools provided will at all times be maintained in first class condition by the Supplier. Sartorius reserves the right to require the replacement of any personnel or tools that do not comply with the foregoing provisions at Supplier's cost.
- d) All processing shall be in accordance with Sartorius' Orders, and is subject to Sartorius' approval. It is agreed that no payment will be made in respect of processing which Sartorius subsequently rejects. The conformity of the Goods and Services, also includes quantity ordered, which could imply the application of the terms of the Clause 8.

## 11) ORIGIN OF RAW MATERIALS

- a) The Supplier shall supply at its own expense, certificates of analysis, tests, and certificates of origin as are required by Sartorius in connection with the Goods or Services or

required by law. Such information shall be delivered no later than two (2) business days after Order receipt.

## 12) CHANGES TO GOODS

- a) The Supplier shall have an established Change Control and Notification procedure to ensure that Sartorius is notified in the event of any changes. This procedure shall allow full traceability of all established changes as well as evaluation of potential impact of the individual change.
- b) Major changes: The Supplier shall notify Sartorius of any permanent or temporary suspension or implementation of major changes in the production of Goods at least one (1) calendar year in advance by written notice to be countersigned by Sartorius. Major changes shall be the following:
  - i. Changes in the composition, source and grade of any raw material.
  - ii. Changes in the method of production, processing, sterilization or testing that may affect form, fit or function of the supplied Goods.
  - iii. Changes of production location.
  - iv. Changes in the specification of supplied Goods.
  - v. Changes of pre-suppliers.
- c) Minor changes: Before any minor changes are made, the Supplier shall inform Sartorius at least six (6) months in advance by written notice to be countersigned by Sartorius. Minor changes shall be the following:
  - i. Methods or equipment used for testing the Goods.
  - ii. Any other quality assurance activities relating to the Goods.
  - iii. Changes in the packaging storage and distribution conditions, if these have been agreed individually between the Parties for the Goods.
  - iv. Changes in the labelling, specifically content, if these have been agreed individually between the Parties for the Goods.

- d) Change Notifications must be sent to Sartorius by e-mail to: [Supplier.Changerequest@Sartorius.com](mailto:Supplier.Changerequest@Sartorius.com)
- e) The Supplier shall produce enough unchanged Goods to supply Sartorius for a minimum period of twenty-four (24) months after implementation of the announced change.

## 13) CHANGES TO SERVICES

- a) The Supplier shall have an established Change Control and Notification procedure to ensure that Sartorius is

notified in the event of any changes. This procedure shall allow full traceability of all established changes as well as evaluation of potential impact of the individual change.

- b) Major changes: Sartorius requires a prior twelve (12) months written notice from the Supplier, to be countersigned by Sartorius, before the Supplier implements the following changes of the Services:
  - i. Changes in the method of processing, sterilization or testing that may affect form, fit or function of the Good where the Service is performed on.
  - ii. Changes of service location.
  - iii. Changes in any other field impacting the provided Service(s).
- c) Minor Changes: Sartorius requires a prior three (3) months written notice from the Supplier, to be countersigned by Sartorius, before the Supplier implements the following changes of the Services:
  - i. Methods or equipment used for testing.
  - ii. Any other quality assurance activities relating to the Services.
  - iii. Changes in the packaging, storage and distribution conditions, e.g. for spare parts.
  - iv. Changes in the specifically content.
- d) Change Notifications must be sent to the Sartorius by e-mail to: [Supplier.Changerequest@Sartorius.com](mailto:Supplier.Changerequest@Sartorius.com)
- e) The Supplier further guarantees that Sartorius shall have the opportunity within three (3) months of such notice, to procure from the Supplier a quantity of unchanged Services equivalent to a minimum of twelve (12) months consumption requirement. The annual consumption requirement shall be calculated on the basis of the Buyer' planning at the time of notice

## 14) CONTINUITY OF SUPPLY

Supplier agrees to continue to manufacture, or ensure a third party manufactures the Goods, including any spare parts and/or any element of the Goods for a minimum period of ten (10) years following their delivery. Supplier shall inform Sartorius of total or partial interruption of production of Goods or performance of Services, with no less than two (2) years advance written notice. In the event of a total interruption, Sartorius shall be afforded a "last time buy" of an amount no less than the average twelve (12) month purchasing history multiplied by the remainder of the continuity period. Supplier undertakes for the same ten (10) year period to supply technical assistance to Sartorius on its first demand and to carry out

maintenance of the supply. If Supplier intends to surrender manufacturing or sale of any Goods, Supplier shall inform Sartorius hereof in writing without undue delay. Sartorius shall have the preferred right, within six (6) months upon receipt of this notification, to assume the manufacturing and sale of the respective Goods against payment of a reasonable fee to be negotiated between the Parties hereto.

## 15) WARRANTIES

- a) The Supplier acknowledges that Sartorius is at all times relying on the Supplier's knowledge and skills and on its representations and warranties set forth herein.
- b) Warranties of Goods: The Supplier hereby represents and warrants to Sartorius that:
  - The quantity, quality and description of the Goods and all components, raw materials and related work shall be as specified herein, in the Order and/or in any applicable agreement, Specification or drawing supplied Sartorius to the Supplier or agreed in Writing by Sartorius, or as described in the Particular Conditions and/or Other Contractual Documents.
  - The Goods shall comply with and be performed in accordance with all applicable laws, regulations and industry standards, including as to environmental matters and good engineering practices.
  - The Goods shall be new and shall not have been used previously and shall be free from defects in design, material and workmanship, merchantable, fit for any purpose Sartorius specifies in the Order or by implication make known to the Supplier at the time the Order is placed.
  - The Supplier shall convey to Sartorius good title (free and clear from all liens, encumbrances, claims, and other defects in title) to all Goods delivered to Sartorius.
  - The Goods, the process of their manufacture, and the use of the Goods for their any purpose for which they are customarily intended will not infringe any patent claim or other Intellectual Property rights of a third party.
  - All documents including invoices, and all information submitted by the Supplier in support of any costs shall constitute a true, accurate and complete description of the Goods, activities and transactions to which they pertain.
  - All samples provided to Sartorius by the Supplier shall be free from defects in design, material and workmanship, and no Goods delivered hereunder shall be of a lesser quality or standard than the corresponding samples or previous supplies received by Sartorius from the Supplier without

Sartorius' written approval. The acceptance by Sartorius of samples shall not discharge the Supplier of its warranty and shall not be construed or viewed as the acceptance of the Goods delivered.

- All work performed in connection with or related to the Order and/or the Goods shall be performed by appropriately qualified and trained personnel, with due care and diligence and to such high standard of quality as is reasonable and all equipment and tools provided will at all times be maintained in first class condition by the Supplier. Sartorius reserves the right to require the replacement of any personnel, tools or equipment that do not comply with the foregoing provisions at the Supplier's cost.
- c) Where the Supplier has the benefit of warranties in relation to components comprised in the Goods, the benefit of such warranties shall be assignable and hereby assigned to Sartorius. Sartorius may assign warranties provided by Suppliers to its customers.
- d) All warranties set forth herein shall survive acceptance of the Goods provided hereunder or termination of the Order and are in addition to any warranties of additional scope given to Sartorius by the Supplier. No implied warranties are excluded.
- e) Without prejudice to other rights or remedies contained herein, Sartorius may at any time terminate the Order(s) and seek damages from Supplier where appropriate. Furthermore, Sartorius reserves the right to manufacture or seek the performance of the obligations hereunder by a third party which would otherwise be performed by the Supplier under the warranty in such cases where the Supplier has been unable to resolve a problem or breach in a reasonable period of time. In such cases, Sartorius reserves the right to charge Supplier for all costs, both direct and indirect, in connection therewith.
- f) Warranties of Services: The Supplier, as a professional, warrants to Sartorius that the Services executed i) conform to the Order, ii) exempt from any apparent defect, whether or not hidden.
- g) The acceptance by Sartorius of the Services provided by the Supplier shall not discharge the Supplier of its responsibility for all non-apparent defects, and whatever the time this defect is discovered.
- h) Without prejudice to Sartorius' ability or right to terminate the Order(s) and seek damages, in the event that the Supplier does not solve the problem(s) within a reasonable period of time, Sartorius reserves the right to

provide itself or to seek provision of the Services from a third party and recharge the cost thereof to Supplier.

## 16) INDEMNITY / INSURANCE

- a) Acceptance of the Order constitutes an agreement by the Supplier to indemnify Sartorius and Sartorius' successors and assigns in respect of, and if Sartorius requires, to defend it and its successors and assigns against, all liability, loss, damage, injury (involving any person or property and any action, claim or demand) and charge, cost and expense, including but not limited to, reasonable attorneys' fees, internal processing costs, rework and remanufacturing costs, sustained by or incurred by Sartorius by reason of failure of the Goods or the Services to conform to the warranties contained herein or in the Order or breach by the Supplier of any of its obligations hereunder or negligence or willful misconduct by it, its employees, representatives or agents. Such indemnity shall be in addition to any other remedies afforded by law, contract or equity and shall survive termination of the Order.
- b) The Supplier shall also, at its expense, defend any suit or proceeding brought against Sartorius, Sartorius' successors and assigns, based on a claim that the Goods or any component part furnished hereunder, or the Services, infringe any local, European or foreign patent or other Intellectual Property rights of a third party. The Supplier shall pay all damages, costs and attorneys' fees awarded in any such suit or proceeding and, at Sartorius' discretion, either:
  - at Sartorius' expense, obtain through negotiation the right for Sartorius to continue to purchase and/or use the Goods or the Services;
  - rework the Goods so as to make them non-infringing while preserving their original functionality;
  - replace the Goods with non-infringing Goods with functionally equivalent to the infringing goods;
  - refund Sartorius the amounts paid hereunder if the Goods are not replaceable, or the Services are badly performed or were infringing.
- c) The Supplier shall maintain, at its own expense and through a carrier with an A.M. Best rating of A- or better, insurance coverage with limits typically purchased by companies of similar size in the Supplier industry; provided, however, at a minimum the Supplier will maintain Commercial General Liability Insurance including Products/Completed Operations and Contractual Liability with minimum limits of €2,000,000 for claims of bodily injury, including death, and any other damages that may arise from use of the Goods or

Services or acts or omissions of Supplier under the Agreement. Such insurance policies will be written with appropriately licensed and financially responsible insurers. Supplier shall inform Sartorius of any cancellation or reduction in coverage with a minimum of 30 days prior written notice. Certificates of insurance evidencing the required coverage and limits and insurance policies shall be furnished to Sartorius upon Sartorius' request.

- d) The Supplier recognizes and agrees that any clause seeking to limit its liability is not acceptable to Sartorius.
- e) The Supplier will provide Sartorius with a certificate of insurance evidencing such coverage and will promptly furnish copies of endorsements and/or policies upon request. The limits and insurance policies/coverage identified in this section are minimum requirements, and shall in no way define or limit the obligation of the Supplier in the event of loss.

## 17) DEFECTIVE GOODS OR SERVICES

- a) Without prejudice of the right for Sartorius to terminate the Order(s) and ask for remedies and damages, the Supplier shall grant to Sartorius, in tandem with any legal warranties, a contractual warranty.
- b) Regarding this contractual warranty, and if Goods or Services are defective or fail to meet the requirements of the Order, Sartorius reserve the right to either:
  - Require the Supplier to remedy at its own expense any defects that may arise in the work related thereto. The Supplier shall guarantee for a further 12 months all remedial work carried out under this warranty. Where a defect arises within the original Warranty Period but does not become apparent until that period has expired, the Supplier's liability does not cease because Sartorius has not been able to give notice of the defect.
  - Return the Goods for repair or replacement or require replacement Services within the timescale specified by Sartorius at the Supplier cost; or
  - Carry out any necessary rectification and then charge the Supplier's account for such work; or
  - Require that the Supplier refunds the full Purchase Price within thirty (30) days of Sartorius' notice and terminate the Order;
  - Refund to Sartorius all direct and indirect costs supported by Sartorius and deriving from the defects of Goods, including those linked to an eventual campaign of calling-back, spontaneous or provoked, or also imposed by public authorities,
  - Compensate Sartorius for all consequences, direct

or indirect, which are deriving from the Supplier's responsibility, and regarding bodily injury, material and/or immaterial damages, consecutive and/or non-consecutive suffered by third parties, to Sartorius and to Sartorius' successors.

- Terminate this Agreement.

- c) The Supplier commits itself to (i) send within twenty-four (24) hours of the revelation of the defect at the latest, a report, and (ii) to implement with Sartorius a "quality wall" in order to avoid perturbations in the production (for example: replacement of Goods).

## 18) TERMINATION FOR DEFAULT OR INSOLVENCY

- a) In the event of any default by the Supplier in the performance of any obligations, including without limitation the attainment of delivery or failing to carry out Sartorius' reasonable instructions, Sartorius may, where such default is capable of remedy, give the Supplier written notice to rectify such default in a specified time. If the Supplier fail to comply with the requirements of the notice, or in Sartorius' sole opinion, the Supplier's default is incapable of remedy to Sartorius' satisfaction, Sartorius shall be entitled to terminate the Order in whole or in part, immediately serving notice in writing to the Supplier to such effect, without prejudice to any other rights under the Order or otherwise, and shall have the right to retain any Goods previously supplied under the Order.
- b) Sartorius shall be entitled to terminate the Order if:
  - The Supplier becomes subject to an administration order or goes into liquidation (otherwise than for the purpose of amalgamation or reconstruction). In this case, insolvency law and regulations shall apply; or
  - An encumbrance takes possession, or a receiver is appointed, of any of Supplier's property or assets; or
  - The Supplier ceases, or threatens to cease, to carry on business; or
  - Sartorius reasonably believes or anticipates that any of the events mentioned above are about to occur and notifies the Supplier accordingly.
- c) Sartorius' rights and remedies are in addition to and without prejudice to other rights and remedies under the Order including Sartorius' right to allow the Supplier to continue the work and recover from it the loss or damage suffered by Sartorius in respect of Supplier's defective or delayed performance.



## 19) TERMINATION FOR SARTORIUS' CONVENIENCE

- a) Termination shall not relieve either Party of liability with respect to any breach or with respect to rights and obligations based upon any matter which occurred prior to termination.
- b) All termination shall be preceded by three (3) months' notice. Sartorius shall be entitled, within the period of the said three months' notice, to terminate the Order in whole or in part, by serving notice on the Supplier. The Supplier shall cease all performance except to the extent provided in the notice of termination. In such event, Sartorius shall make payment to the Supplier (as full and final settlement of all claims which the Supplier may have against Sartorius as a result of termination) for all work satisfactorily performed up to the date of termination. This shall include all materials, which have been procured properly by Supplier for incorporation in the work.
- c) The Supplier acknowledges its obligation to take all reasonable steps to mitigate liabilities arising from such termination.

## 20) TOOLS

- a) All special dies, tooling, molds, patterns, jigs, fixtures, and any other property which Sartorius furnishes to the Supplier or specifically pays for, for use in the performance of the Order, shall be and remain Sartorius' property, shall be subject to removal upon Sartorius' instruction, shall be for Sartorius' exclusive use, shall be held at the Supplier's risk, and shall be kept insured by the Supplier at its expense while in its custody or control in an amount equal to the replacement cost, with loss payable by it. The Supplier shall indemnify Sartorius against all liability, loss, damage and cost, sustained by us arising from a claim by the Supplier's employees, agents or consultants for bodily injury or death in connection with the operation of such equipment while in its care, custody and control.
- b) On the contrary, the Supplier shall not oppose Sartorius its own reserve property clause, or the one deriving from a subcontractor. The Supplier commits itself to take responsibility for all claims and actions which could be brought by any third parties against it and obtain, if necessary, the breaking of such a clause.

## 21) INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- a) Any Specification supplied by Sartorius to the Supplier or specifically produced by the Supplier for Sartorius, in connection with an Order, together with any Intellectual Property rights therein, shall be Sartorius' exclusive property. The Supplier shall not disclose to any third party any such Specification except to the extent that it is or becomes public knowledge through no fault of its own; or as required by law, provided that the Supplier gives Sartorius immediate notice of such legal requirement and cooperates fully with Sartorius' attempts to acquire a protective order; or for the purpose of fulfilling the Order, to the extent that the third party is under an obligation of confidentiality no less stringent than as stated herein. The Supplier shall not use any such Specification except to the extent that it is necessary for the purpose of fulfilling the Order.
- b) If Sartorius has commissioned the Supplier to produce a design or Specification or drawing in the Order, the Supplier agrees that the commissioned work is a "Work for Hire", and that Sartorius, as the entity for which the work is prepared, shall own all right, title and interest in and to the work, and any other Intellectual Property rights that may arise from the work. The Supplier further agrees that to the extent that the work is not a "Work for Hire", it will assign to Sartorius ownership of all right, title and interest in and to the work, including ownership of the entirety of any Intellectual Property rights in the work. The Supplier agrees to execute all papers and take all steps necessary for Sartorius to perfect its ownership of the entirety of any Intellectual Property rights in the work.
- c) The Supplier represents and warrants that its work will be original and will not infringe upon the rights of any third party and will not have been previously assigned or otherwise encumbered, by license or otherwise.

## 22) COMPLIANCE REQUIREMENTS

- 1) The Supplier shall comply with all applicable national and international laws and regulations, in particular the applicable customs and export control regulations including US re-export, embargo regulations and sanction programs.
- 2) The Supplier undertakes to inform Sartorius in Writing of all foreign trade master data specified below after placing the purchase order (e.g. in the order confirmation) and latest at the point of the delivery (e.g. by printing the information on the

delivery note and/or invoice). In case of any changes the Supplier will inform Sartorius in Writing immediately.

- i. The country of origin (non preferential origin) according to the rules of origin from the World Customs Organization (WCO)
  - ii. A long-term vendor declaration (LTVD) for the preferential origin of goods, on request and if applicable, or any other document confirming the preferential origin status of the product
  - iii. A statistical goods number (Harmonized System Code) based on the tariff nomenclature from the World Customs Organization (WCO)
  - iv. The Export Control Classification Number (ECCN) according to the EC-Dual-Use regulation (No. 428/2009 including latest updates) or comparable international lists like German Ausfuhrliste, Swiss Gueterkontrollverordnung, Indian SCOMET regulation, Singapore Strategic Goods Control List, as well as a ECCN related to the US Export Administration Regulations (EAR) or any other applicable law or regulation
  - v. The potential share of US components per product (de-minimis ruling) if applicable
- 3) Anti-Corruption Laws, U.S. Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act:
- i. A director, employee or agent of the Supplier must not: (i) give or receive any commission, fee, rebate, gift or entertainment of significant value from; or (ii) enter into any business agreement with, any director, employee or agent of Sartorius other than as a representative of Sartorius or in the ordinary and proper course of business between any of those parties.
  - ii. The Supplier must not undertake any activity that may constitute a breach of any provision of the Anti-Corruption Laws (any laws or international conventions relating to anti-corruption including: (a) the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 1997; (b) the United Nations Convention against Corruption 2003; (c) the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 of the United States of America (as amended by the Foreign Corrupt Practices Act Amendments of 1988 and 1998) ("FCPA"); (d) the UK Bribery Act 2010; (e) any other applicable law (statute, ordinance, rule or regulation, order of any court, tribunal or any other judicial body or any other administrative requirement) which: (i) Prohibits the offering of any gift, payment or other benefit to any person or any officer, employee, agent or advisor of such person; and/or (ii) Is broadly equivalent to the FCPA and/or the UK Bribery Act 2010, or was intended to enact the provisions of the OECD Convention, or which has as its objective the prevention of corruption and which are applicable in the jurisdiction in which the Supplier is registered, conducts business and/or which any of the Services are performed).
  - iii. The Supplier shall furthermore, in the performance of its obligations under the Agreement, comply at all times and act in a manner consistent with Sartorius' Code of Conduct for Business Partners. The Supplier hereby acknowledges that it has received Sartorius' Code of Conduct for Business Partners (the "Code") available at <https://www.sartorius.com/download/343228/sartorius-code-of-conduct-business-partner-en-data.pdf> and agrees that any and all of its employment sites, subsidiaries, divisions, Affiliates, operating entities, personnel or subcontractors doing business with Sartorius and/or any of its direct or indirect subsidiaries will abide by the Code. The Supplier acknowledges that its failure to comply with the Code may result in the cancellation of all existing Orders and termination of its business relationship with Sartorius.
  - iv. Supplier will indemnify and hold Sartorius harmless from any claims, liabilities, penalties, forfeitures, and associated costs and expenses (including attorney's fees), which Sartorius may incur due to Supplier's breach or non-compliance with the provisions of this Section 22.
- d) Data Protection
- In case the Supplier, in the course of the performance of the respective contract, receives from Sartorius or otherwise obtains personal data related to employees of Sartorius (hereinafter referred to as "Personal Data") the following provisions shall apply:
- i. If processing of Personal Data disclosed in the aforementioned manner is not carried out on behalf of Sartorius, Supplier shall only be entitled to process Personal Data for the performance of the respective contract. Supplier shall not, except as permitted by applicable laws, process Personal Data otherwise.
  - ii. If and to the extent permitted by applicable laws, Supplier is entitled to further process the Personal Data, in particular to transmit Personal Data to its affiliated companies for the purpose of performing the respective contract.
  - iii. If Personal Data is transferred to a third country (outside the EU/EEA) in the course of the

performance of the contractual services by the Supplier, Supplier is to ensure an adequate level of data protection (if applicable, by concluding standard contractual clauses on third country transfers).

- iv. Supplier shall ensure that Personal Data is only accessible by its employees, if and to the extent such employees require access for the performance of the respective contract (need-to-know-principle). Supplier shall structure its internal organization in a way that ensures compliance with the requirements of data protection laws. In particular, Supplier shall take technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the risk of misuse and loss of Personal Data.
- v. Further information on the processing of personal data can be found in the Sartorius Privacy Notice available under [www.sartorius.com/en/privacy-notices](http://www.sartorius.com/en/privacy-notices).

## 23) FORCE MAJEURE, SPECIAL RULES IN TIMES OF PANDEMICS AND EPIDEMICS

- a) The parties shall not be liable for damages or for the partial or complete non-fulfilment of obligations under the Agreement if the respective damage or non-fulfilment is due to Force Majeure.
- b) If a Deliverable cannot be provided due to a governmental order issued after the execution of the Agreement (also in the case of the Covid-19 pandemic), which includes or is expected to include the period of delivery of goods or provision of the service outcomes, the parties will inform each other without undue delay. The parties will agree together whether the Deliverables can be made up after the Force Majeure situation has ended and whether Sartorius has an interest in doing so. In case it is possible to make up for the delay/if being interested, the parties will mutually agree on a substitute date or agree on a procedure and a period for determining a substitute date.
- c) Notwithstanding the foregoing, either party shall be entitled to withdraw from the Agreement affected by the Force Majeure if the Force Majeure lasts for at least four (4) weeks within a period of three (3) months. The obligation to pay the remuneration, any claims for expenses or damages and any cancellation costs shall not apply. Payments or part performances already made shall be refunded in full by the parties.
- d) Sartorius and the Supplier acknowledge and agree

that all or part of the Order placement and execution may take place during the period of a pandemic or epidemic. Both parties are aware that the Agreement will be executed in full knowledge of the substantial change in economic life. The Supplier expressly confirms that it will be able to carry out the Order within the terms and conditions set out in the Agreement.

- e) If a pandemic or epidemic does not allow the delivery of Goods and/or provision of Services on the contractually agreed dates, or only at a higher price than contractually agreed, the invocation of Force Majeure due to the pandemic or epidemic is excluded; Section 23 c) does not apply in this case.

## 24) MISCELLANEOUS

- a) Any manual of usage, instruction, description, Specification and alike provided by Supplier in relation to the Goods and/or Services shall be in English and any language as required by law.
- b) Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these General Conditions of Purchase shall be in Writing addressed to that other party at its registered office or principal place of business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving the notice.
- c) Sartorius failure to insist on the Supplier's strict performance of the Order or any provision(s) of these General Conditions of Purchase at any time shall not be construed as a waiver by Sartorius of performance in the future.
- d) Sartorius' Order is placed subject to the work being carried out by the Supplier and no assignment, subcontracting or transfer is permissible without specific prior arrangement with Sartorius in Writing. No assignment or subcontract (even with Sartorius' consent) shall relieve the Supplier of any obligations under the Order. Any purported assignment, transfer, or subcontract without such written consent shall be void and ineffective. Notwithstanding the foregoing, Sartorius may transfer or assign any Order and/or this Agreement, or any of its rights and obligations under an Order or this Agreement, in whole or in part, without Supplier's consent, to any: (i) Affiliate; (ii) wholly-owned subsidiary or successor-in-interest; or (iii) any third party with which it merges, or consolidates, or to which it transfers all or substantially

all of its assets to which this Agreement relates.

- e) If individual provisions of these General Conditions of Purchase are or become fully or partially ineffective, the remaining provisions of these General Conditions of Purchase shall not be affected thereby. This also applies if an unintended omission is found in the Agreement. A fully or partially ineffective provision shall be replaced or an unintended omission in the General Conditions of Purchase shall be filled by an appropriate provision which, as far as is legally possible, most closely approximates to the original intention of the contractual parties or to what they would have intended according to the meaning and purpose of these General Conditions of Purchase had they been aware of the ineffectiveness or omission of the provision(s) in question.
- f) This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the Federal Republic of Germany. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the Vienna Sales Convention) is not applicable to this Agreement.

In the event the Supplier is located in the European Union or UK, any disputes under this Agreement must be brought before the local courts of the registered office of Sartorius, and the Parties hereby consent to the personal jurisdiction and exclusive venue of these courts. Furthermore, Sartorius shall be entitled at its discretion to assert its own claims at the Supplier's place of jurisdiction. After a lawsuit has been filed, the Supplier shall be limited, on the basis of his or her own rights and claims, to bring a counterclaim before the particular court before which the original action has been brought or to offset his or her own claim against the claim lodged in said action before the court.

In the event the Supplier is located outside the European Union or UK all dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement or its validity shall be finally settled according to the ICC Rules of Conciliation and Arbitration without recourse to the ordinary courts of law (except as regards interlocutory relief). The place of arbitration is the place of the registered office of Sartorius. Sartorius shall be entitled at its discretion to assert its own claims at the place of the registered office of Supplier. The arbitral proceedings are to be held in the English language.

- g) Each party undertakes that it will keep any

Confidential Information confidential and it will not use or disclose the other Party's Confidential Information to any persons except that it may (i) disclose such Confidential Information to any of its Representatives who need to know the same for the purposes of performing any obligation under this Agreement, provided that such party must ensure that each Representative to whom Confidential Information is disclosed is aware of its confidential nature and agrees to comply with this clause as if it were a party; (ii) disclose any Confidential Information as may be required by law, any court or governmental regulatory or supervisor authority or any other authority of competent jurisdiction, provided that each Party gives the Other party immediate notice of such legal requirement and cooperates fully with a Party's attempts to acquire a protective order.

- h) Any sales presentations, websites, marketing, promotion or other publicity material, whether written or in electronic form, that refers to Sartorius, its Affiliates, its products, or to these General Conditions of Purchase must be approved in Writing by Sartorius prior to its use or release.
- i) Sartorius, or its Affiliates, is the owner of certain proprietary brand names, trademarks, trade names, logos and other Intellectual Property. Except as otherwise expressly permitted by Sartorius, no use of Sartorius's or its Affiliates' brand names, trademarks, trade names, logos or other Intellectual Property is permitted, nor the adoption, use or registration of any words, phrases or symbols so closely resembling any of Sartorius' or its Affiliates' brand names, trademarks, trade names, logos or other Intellectual Property as to be apt to lead to confusion or uncertainty, or to impair or infringe the same in any manner, or to imply any endorsement by Sartorius of another entity's products or services.
- j) Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the parties or to make either party the agent of the other party for any purpose. Furthermore, each of the parties shall remain solely responsible for its own acts, statements, engagements, performances, products, and personnel.
- k) Nothing in this document is intended to create any rights in third parties against Sartorius.

## 25) Special Provisions for the procurement of IT Products and -Services

The following provisions apply in addition to orders pursuant to Sections 1b) and 1c):

### a) Ownership of data and return

Sartorius is the sole owner and authorized user of the related Intellectual Property rights and industrial property rights with regard to the information and data transmitted by Sartorius, its Affiliate or by a company engaged by Sartorius. All information provided to the IT-Contract Partner as materials for the provision of services in the interest of Sartorius shall be provided exclusively for the specified purpose and for the duration of the provision of services.

The information provided by Sartorius, its Affiliate or a company engaged by Sartorius shall be returned to Sartorius at any time upon request, or any data carriers shall be returned to Sartorius or destroyed. The IT-Contract Partner undertakes not to retain any copies or transcripts or other documentation of the transmitted data and information, unless IT-Contract Partner is required by mandatory law to retain the information or copies thereof or needs the information to prove the proper fulfilment of its contractual obligations or to assert its rights. If the IT-Contract Partner has stored the information in electronic form (e.g. e-mail) as part of its regular data backup and targeted deletion is not feasible with reasonable effort, deletion shall be carried out as part of regular data deletion process. Such information or copies thereof are subject to an indefinite confidentiality obligation until their permanent deletion.

### b) Global usage rights for Affiliates

Any and all rights of use granted to Sartorius by the IT-Contract Partner under the Agreement, in particular to contractual software, shall apply to the same extent to Sartorius' Affiliates.

### c) IT Security (only to be applied for delivery or operation of IT systems on-prem or cloud)

#### i. Security Certification Requirements

The IT-Contract Partner shall ensure that all IT-systems used for the provision of the IT-Products and -Services are covered by a current and valid security certification (e.g., ISO 27001, SOC 2 Type 2) at its own expense. Such certification may be held either by the IT-Contract Partner itself or, where the IT-Products and -Services are provided on a cloud-based or outsourced basis, by the

relevant subcontractor providing the hosting or storage services.

The IT-Contract Partner shall provide Sartorius with a copy of the current certification including the respective SOA (Statement of Applicability) within 30 days after conclusion of the Agreement.

The IT-Contract Partner shall continuously meet the standards of the demonstrated certification throughout the Agreement's term and promptly notify Sartorius of any certification status changes (e.g., suspension, revocation, or expiration).

If audits or recertifications reveal non-compliance, the IT-Contract Partner shall promptly remedy the non-compliance at its own expense and provide a written report of corrective actions within 30 days of the findings to Sartorius.

If, during the term of the Agreement, the certification for the IT-Products and -Services ceases to exist, Sartorius may terminate the Agreement immediately upon written notice.

#### ii. Right to Audit

Sartorius shall have the right to audit the IT-Contract Partner's compliance with the Agreement, at its expense and not impairing IT-Contract Partner's business activities. This includes security practices, data protection measures, and service level agreements. Audits can be conducted by Sartorius or an independent third party appointed by Sartorius.

Sartorius shall give the IT-Contract Partner at least 30 days' prior written notice before conducting an audit. This notice should specify the audit's scope, duration, and date.

The IT-Contract Partner shall, as part of the audit, provide reasonable access to all areas, systems, and records relevant to the provision of the contracted IT-Products and -Services during normal business hours and cooperate without restriction.

Any third-party auditor appointed by Sartorius shall adhere to confidentiality obligations that are as strict as those in the Agreement. Information from the audit shall only be used to verify its compliance with this Agreement.

If an audit reveals violations or non-compliance, the IT-Contract Partner shall remedy said violations of non-compliance at its own expense and provide a written report of corrective actions within 30 days.

Audits may be conducted no more than once per calendar year, except in the event of a security incident, data breach, or other significant event that requires additional audits.

### iii. Security incidents

The IT-Contract Partner shall immediately notify Sartorius by e-mail (to: [information.security@sartorius.com](mailto:information.security@sartorius.com)) of any security incident that is relevant to Sartorius and shall, without requesting, promptly and on an ongoing basis keep Sartorius informed of all measures taken to investigate and remedy such incident. The notification shall include, at a minimum, the following details: the nature of the incident, affected systems, time of detection, anticipated impact on Sartorius, and the remediation measures implemented.

### d) Deployment of personnel

#### i. Instructions

The IT-Contract Partner shall provide its services independently, using its employees as vicarious agents. Employees deployed by the IT-Contract Partner shall organize the provision of services as independently as possible. They shall be solely subject to the IT-Contract Partner's instructions. This contract shall not establish an employment relationship between Sartorius and employees deployed by the IT-Contract Partner or by subcontractors, even if these employees work on the premises of Sartorius. With regard to the employees deployed by the IT-Contract Partner or by subcontractors as vicarious agents, the IT-Contract Partner shall be solely responsible for the fulfilment of all statutory, official, social security and professional association obligations.

#### ii. Suitability and fluctuation

The IT-Contract Partner shall guarantee the reliability and suitability of the employees deployed for Sartorius, including without limitations professional qualifications required for the provision of services. If an employee assigned to perform services for Sartorius is replaced by another employee, the IT-Contract Partner shall bear the costs of onboarding activities and any other costs arising from the replacement.

#### iii. Performance

The IT-Contract Partner shall determine with respect to the IT-Products and Services the manner of performance, the scope of the activity and the time and place of performance at its reasonable discretion, taking into account the interests of Sartorius in accordance with the following conditions: The IT-Contract Partner's

employees shall generally perform the IT-Products and Services on the IT-Contract Partner's premises at their regular place of work ("off-site"), unless and insofar as the contracting parties agree otherwise. If necessary, the IT-Contract Partner shall have the right to provide the services on site at Sartorius premises. Unless otherwise agreed, the IT-Contract Partner's employees shall work eight (8) hours per working day (Monday to Friday) between 8:00 a.m. and 6:00 p.m. ("business hours") in order to meet milestones on time or, in the case of agile project implementation, to fulfill the individually agreed requirements for the respective sprint on time. The nationwide public holidays and country-specific public holidays at the agreed location of the respective service provision shall apply. If weekend work becomes necessary, the contracting parties shall agree on appropriate conditions separately.

### e) Subcontractors

Any subsequent involvement of third parties (subcontractors or freelancers) for the provision of IT-Products and Services shall require the prior consent of Sartorius in writing or text form. Sartorius shall only object if there are objective reasons against the use of a third party. Subcontracting within the IT-Contract Partner's group of companies, i.e. to IT-Contract Partner's Affiliates, shall be notified to Sartorius in advance.

### f) Rights to work results

Sartorius shall receive all rights of use and exploitation for all work results that are developed by the IT-Contract Partner exclusively for Sartorius in the course of services or works within the scope of this Agreement. Notwithstanding this, however, the IT-Contract Partner shall remain the owner of all copyrights and industrial property rights, in particular to standard codes ("source code"), standard reports and other standard products which demonstrably already belonged to IT-Contract Partner prior to the Order or which were demonstrably developed by IT-Contract Partner independently (i.e. in particular without including the supplies provided by Sartorius or its Affiliates) and not in connection with the agreed services (hereinafter "IT-Contract Partner IP"). Sartorius shall receive a perpetual, non-exclusive right of use to such IT-Contract Partner IP, provided that this IT-Contract Partner IP is provided to Sartorius as part of the work results.

All rights to any materials provided by Sartorius or

its Affiliates, including without limitation any materials, information and data, shall only be made available to the IT-Contract Partner for the duration of the provision of the IT-Products and Services and for a specific purpose and shall be returned to Sartorius after completion of the provision of services or properly destroyed in consultation with Sartorius.

## g) Invoicing and payment term

Unless otherwise individually agreed in the Order, the following provisions apply: (i) invoices for services and consulting services shall be issued monthly and for work results after (partial) acceptance of the (partial) services (milestones for fixed orders); (ii) invoices for software and hardware shall be issued upon delivery, whereby in the case of subscription, an annual invoice shall be issued at the beginning of each subscription period; (iii) invoices shall be due for payment within sixty (60) days of receipt, provided that they contain the Sartorius order number, are properly addressed and describe the individual invoice items in sufficient detail; (iv) all invoices shall be submitted in digital format to the following e-mail address: [Accounting.GO@Sartorius.com](mailto:Accounting.GO@Sartorius.com) (Sartorius Corporate Administration GmbH, Otto-Brenner-Str, 20, 37079 Goettingen, Germany). For the avoidance of doubt, payment shall not constitute implied acceptance of a service and/or acknowledgement of the invoice.

## h) Travel expenses

If, in deviation from Section 25 d) (iii), collaboration at Sartorius premises is deemed necessary in the individual case, the scope and travel expenses shall formally agreed upon in writing by the project managers of both parties in advance.

Travel expenses, travel times, and expenses shall be agreed upon as a flat rate per calendar day per person. The agreed flat rate is EUR 210 per person per calendar day for work performed by the IT-Contract Partner at Sartorius' premises in Germany. If the personnel of the IT-Contract Partner arrives on the previous day, half the flat rate shall be agreed for that day.

## i) Re-Transition

The IT-Contract Partner shall provide all support that Sartorius reasonably requests in order to plan and achieve a seamless transition of the IT-Products and -Services or parts thereof as determined by Sartorius to a successor ("Re-

transition"). Corresponding support services for Re-transition shall include, in particular but without limiting, the following aspects as requested by Sartorius:

- Appropriate support of Sartorius by the IT-Contract Partner in the preparation of a tender for the terminated services;
- Assistance to Sartorius and the successor in planning and executing the orderly transfer of the terminated services, in particular by working with Sartorius, a potential successor and third parties designated by Sartorius to develop a plan for the transition of the terminated services;
- Perform other services as may be reasonably required to effect the transfer of the terminated services to the successor;
- Handing over all documents, data, information and other items in the possession of the IT-Contract Partner or one of its subcontractors that are the property of Sartorius, its Affiliates or partners, including without limitations work results (if applicable, in an electronic format that the successor can access and read with its standard tools);
- Training of Sartorius' personnel or of its successor in the use of the software or processes to be transferred;
- Transfer of copies of Sartorius-specific manuals and other Sartorius-specific documentation (including manuals, equipment and software inventories, configuration information and other technical documentation) in the possession or under the control of the IT-Contract Partner and required for the further provision of the services by Sartorius or its successor, to the extent authorized by the respective providers.

Except in the event of termination for good cause by Sartorius, for services related to aforementioned bullet points 1-3 the IT-Contract Partner may demand additional remuneration (if applicable, based on pre-agreed daily or hourly rates) in accordance with a separate agreement, provided that such services are already included in the ongoing service provision or can be credited towards it.

## j) Open Source

The IT-Contract Partner shall be obliged to inform Sartorius of any use of open source in the IT-Products and Services in text form reasonably in advance. Notwithstanding the foregoing, open



source components and its applicable license terms shall be specified in the service description, to the extent already known at the time the contract conclusion. Sartorius shall be entitled to object to the use of open source software. If the IT-Contract Partner fails to provide such information, Sartorius shall have the right to withdraw from this Agreement or relevant parts hereof; in such a case, the indemnification obligations of Clause 16 shall apply accordingly.

and Clause 25, Clause 25 shall take precedence.

- k) For Orders pursuant to Clause 1b) and 1c), the following Clauses shall be adjusted as follows:

The provision of Clause 19 b) shall be deleted and replaced by the following provision:

A termination for convenience by Sartorius shall be preceded by two (2) months' notice. Sartorius shall be entitled, within the period of the said two months' notice, to terminate the Order in whole or in part, by serving notice on the IT-Contract Partner. The IT-Contract Partner shall (except for all re-transition services, if any) cease all performances in the context of the IT-Products and Services except otherwise advised in the notice of termination. Sartorius shall pay the IT-Contract Partner (as full and final settlement of all claims which the IT-Contract Partner may have against Sartorius as a result of termination) for all services satisfactorily performed up to the end of notice period.

The IT-Contract Partner may terminate for convenience with a notice period of six (6) months to the end of the relevant contract term.

Notwithstanding the foregoing, Sartorius may demand immediate cessation of professional services with one (1) weeks' notice, for any reason whatsoever. In this case, the IT-Contract Partner shall be entitled to pro rata remuneration for services already scheduled and not used or accepted over a period of ten (10) working days after the services have been discontinued. Any further fulfilment or compensation claims shall be excluded.

In the event of any termination of the contract all information and data shall be retransferred. Clause 25 a) shall apply accordingly.

- l) In respect of warranties for IT Products and Services, Clause 15 shall apply accordingly.

- m) In the event of contradictions between Clauses 1-24



## Allgemeine Einkaufsbedingungen für Deutsche Unternehmen

### 1) ANNAHME, UMFANG UND AUFBAU DIESER BEDINGUNGEN

- a) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen regeln den Einkauf von Waren und Services sowie die Beschaffung von IT-Produkten und -Leistungen zwischen der Sartorius Gesellschaft, die eine Bestellung (wie nachfolgend definiert) platziert und ihren Lieferanten, Verkäufern, IT-Vertragspartnern, Dienstleistern bzw. Subunternehmern (nachfolgend "Lieferant").
- b) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten in vollem Umfang, sobald die Bestellung zu den in Ziffer 3 a) definierten Bedingungen angenommen wurde, als alleinige Vertragsbedingungen zwischen dem Lieferanten und Sartorius, wobei der Lieferant auf seine eigenen Allgemeinen Verkaufsbedingungen verzichtet. Entgegenstehende, ergänzende oder abweichende Bedingungen des Lieferanten gelten nicht, auch wenn Sartorius in Kenntnis solcher Bedingungen des Lieferanten diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

Für die Beschaffung von IT-Produkten und -Leistungen gelten die Sonderregelungen der Ziffer 25 dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen, wenn im Sinne der nachfolgenden Ziffer 1) c) in der Bestellung als "Besondere Bedingungen" ausdrücklich festgehalten wird, dass die jeweilige Bestellung den Sonderregelungen in Ziffer 25 dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen unterliegt.

Sofern in der Bestellung nicht ausdrücklich entsprechend des Vorstehenden auf die Anwendbarkeit der in Ziffer 25 enthaltenen Sonderregelungen verwiesen wird, entfalten diese in keiner Weise (weder unmittelbar, noch mittelbar zu Auslegungszwecken) irgendeine Wirkung.

- c) Für alle Bestellungen von Sartorius gelten ausschließlich diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen und die in der Bestellung genannten besonderen Bedingungen (nachfolgend "Besondere Bedingungen") sowie ggf. alle weiteren in den Besonderen Bedingungen definierten Vertragsunterlagen (nachfolgend "Sonstige Vertragsunterlagen").
- d) Bei Widersprüchen zwischen diesen verschiedenen Dokumenten gilt die folgende Rangfolge:

1. Besondere Bedingungen
2. Allgemeine Einkaufsbedingungen, und
3. Sonstige Vertragsunterlagen

- e) Die Besonderen Bedingungen, die Allgemeinen Einkaufsbedingungen und das Sonstige Vertragsdokument stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Sartorius und dem Lieferanten dar (der "Vertrag") und haben Vorrang vor allen anderen vorherigen Dokumenten, ob ausdrücklich oder stillschweigend, schriftlich oder mündlich vereinbart.
- f) Falls die Zusammenarbeit zwischen Sartorius und dem Lieferanten, in deren Rahmen Sartorius die bestellten Produkte vom Lieferanten zum Weiterverkauf erwerben und abnehmen kann und der Lieferant die von Sartorius bestellten Produkte in den entsprechenden Mengen und Ausführungen herstellen, verkaufen und an Sartorius liefern kann, in einem separaten Kaufvertrag oder einer Qualitätsvereinbarung (zusammen die "Verbundenen Verträge") geregelt ist, gehen die Bestimmungen der Verbundenen Verträge im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen dieses Vertrages und den Bestimmungen der Verbundenen Verträge vor.
- g) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber gewerblichen Lieferanten und/oder Auftragnehmern und im kaufmännischen Geschäftsverkehr.
- h) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Geschäfte zwischen Sartorius und dem Lieferanten in ihrer zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses gültigen Fassung, auch wenn ihre Anwendung nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wird.
- i) Abweichungen von diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen sind nur dann verbindlich, wenn sie zwischen den vertretungsberechtigten Personen des Lieferanten und Sartorius schriftlich vereinbart werden.

### 2) DEFINITIONEN

In diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen:

**"Verbundenes Unternehmen"** bedeutet jede natürliche oder juristische Person, die direkt oder indirekt (i) die oberste Muttergesellschaft der betreffenden Partei beherrscht, (ii) von ihr beherrscht wird oder (iii) mit ihr unter gemeinsamer Beherrschung steht. Die Begriffe beherrschen und Beherrschung

beziehen sich auf die direkte oder indirekte Beteiligung in Höhe von mindestens fünfzig Prozent (50 %) stimmberechtigten Gesellschaftskapitals einer Partei oder auf das Recht, die Grundsatzentscheidungen einer solchen Partei zu lenken.

**"Geschäftstag"** bezeichnet jeden Tag, der kein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag ist, sowie jeden Tag, an dem Bankinstitute aufgrund von Gesetzen oder anderen behördlichen Maßnahmen berechtigt oder verpflichtet sind, zu schließen.

**"Vertrauliche Informationen"** sind alle Informationen vertraulicher Natur über die andere Partei und/oder ihre verbundenen Unternehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Details über ihre Geschäfte, Angelegenheiten, Kunden, Klienten, Lieferanten, geistiges Eigentum, Pläne, Strategien, Produkte (entweder bestehende oder in der Entwicklung befindliche) oder Services.

**"Liefergegenstand"** bezeichnet Waren, Software, Informationen, Technologie und sonstige Gegenstände (z.B. Berichte), die der Lieferant gemäß dem Vertrag zu liefern hat, einschließlich solcher Gegenstände, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Services geliefert werden.

**"IT-Produkte und -Leistungen"** bezeichnet Liefergegenstände, Waren und Services die ein IT-Vertragspartner gemäß dem Vertrag zu liefern oder sonst zu erbringen hat.

**"Lieferort"** bezeichnet den in der Bestellung angegebenen Ort, an den der Lieferant die Lieferung der Waren zu veranlassen hat.

**"Höhere Gewalt"** bedeutet jedes Ereignis, das außerhalb der zumutbaren Kontrolle einer der Vertragsparteien liegt, insbesondere Krieg, Kriegsgefahr, Revolution, Terrorismus, Aufruhr oder zivile Unruhen, Streiks, Aussperrung oder andere Arbeitsk Kampfmaßnahmen, Blockade oder Embargo, Handlungen oder Beschränkungen von Regierungen oder Behörden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schutzanordnungen), Ausfall der Versorgung mit Wasser, Strom, Brennstoffen, Transportmitteln, Ausrüstung oder anderen Lieferungen oder Services, Explosion, Feuer, Strahlung, Überschwemmung, Naturkatastrophen oder ungünstige Wetterbedingungen, Pandemie, Epidemie oder Naturgewalten.

**"Waren"** bedeutet die Waren, Komponenten, Rohmaterialien (einschließlich aller Teilmengen oder Teile für diese), die der Lieferant gemäß diesem Vertrag zu liefern hat.

**"Geistiges Eigentum"** bedeutet Patente, Patentanmeldungen, Entwürfe, Erfindungen (wie nachstehend definiert), Erfindungsoffenbarungen,

Geschäftsgeheimnisse, Know-how, eingetragene und nicht eingetragene Urheberrechte, urheberrechtlich geschützte Werke, Computersoftwareprogramme, Datenbanken, Warenzeichen, Servicemarken, Handelsnamen, Markennamen, Logos und Handelsaufmachungen sowie alle ähnlichen Eigentumsrechte und alle Lizenzen oder Nutzungsrechte im Zusammenhang mit dem Vorgenannten.

**"Erfindung"** bedeutet jedes neue Gerät, Design, Produkt, Computerprogramm, Artikel, Verfahren, Prozess oder jede Verbesserung oder Abwandlung davon, jedes urheberrechtlich geschützte oder abgeleitete Werk oder jedes der vorgenannten, das patentierbar, urheberrechtlich schützbar, unter einem anwendbaren Schutzgesetz schützbar, als Geschäftsgeheimnis schützbar oder unter einem ähnlichen Gesetz schützbar ist, unabhängig davon, ob es registriert ist oder nicht.

**"Bestellung"** bedeutet alle von Sartorius erteilte(n) Bestellung(en) für die Lieferung von Waren und/oder die Erbringung von Services.

**"Preis"** bedeutet den gemäß der Bestellung festgelegten Preis für die Waren oder Services. "Preise" ist entsprechend auszulegen.

**"Vertreter"** bedeutet Sartorius und die jeweiligen Mitarbeiter, Vertreter, Berater, leitenden Angestellten, Unterauftragnehmer und verbundenen Unternehmen des Lieferanten.

**"Services"** sind alle Leistungen, die in der Bestellung beschrieben und/oder vom Lieferanten an Sartorius gemäß diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen erbracht werden.

**"Spezifikation"** bedeutet die Beschreibung der Waren und Services, die der Bestellung beigelegt ist oder dem Lieferanten anderweitig von Sartorius schriftlich zur Verfügung gestellt wird.

**"Lieferant"** bedeutet die Person oder Einrichtung, die die Bestellung von Sartorius zum Kauf der Waren oder Services annimmt oder deren Angebot für die Waren oder Services von Sartorius angenommen wird.

**"IT-Vertragspartner"** sind Lieferanten, mit denen Sartorius einen Vertrag auf Grundlage einer Bestellung abschließt, in welcher im Sinne einer besonderen Bedingung entsprechend Ziff. 1 b) und c) auf die Anwendung der in Ziffer 25 enthaltenen Regelungen verwiesen wird.

**"Gewährleistungsfrist"** bedeutet den Zeitraum, der an dem späteren der beiden folgenden Zeitpunkte beginnt: (i) dem Datum, an dem die Waren bei Sartorius eingegangen sind oder die Services erbracht wurden, und der zwei (2) Jahre danach endet; (ii) oder der an dem Datum beginnt, an dem die Waren für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch in Betrieb

genommen oder die Services erbracht wurden, und der zwei (2) Jahre danach endet.

"**Schriftlich**" bedeutet Kommunikation per Brief oder per E-Mail.

Jede Bezugnahme in diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen auf eine Bestimmung eines Gesetzes ist als Bezugnahme auf diese Bestimmung in der zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Fassung, Wiederinkraftsetzung oder Erweiterung auszulegen. Die Überschriften in diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen dienen nur der Übersichtlichkeit und haben keinen Einfluss auf deren Auslegung.

### 3) BESTELLUNGEN

- a) Der Lieferant ist verpflichtet, den Erhalt der von Sartorius erteilten Bestellung und eventueller Änderungen innerhalb von zwei (2) Werktagen zu bestätigen.
- b) Mit der Annahme der Bestellung (sei es durch schriftliche oder mündliche Bestätigung oder durch Versand der Waren oder Erbringung der in der Bestellung vorgesehenen und spezifizierten Leistungen oder eines Teils davon) erkennt der Lieferant diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen an. Jede Lieferung, die der Lieferant gemäß den Bestellungen vornimmt oder mit deren Ausführung er beginnt, gilt als Annahme der Bestellung.
- c) Der Lieferant erkennt an, dass, sofern in der Bestellung nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, die darin enthaltenen Tarife und Preise genügen, um seine Verpflichtungen aus der Bestellung abzudecken, unabhängig davon, ob diese ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart wurden. Wenn die Arbeiten oder ein Teil davon an einem anderen Ort als dem Standort des Lieferanten ausgeführt werden sollen, wird davon ausgegangen, dass er sich über alle örtlichen Bedingungen und andere Faktoren, die die Ausführung der Arbeiten beeinflussen können, informiert hat.

### 4) SPEZIFIKATIONEN

- a) Sartorius verlässt sich zu jeder Zeit auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Lieferanten. Insofern garantiert der Lieferant, dass Menge, Qualität und Beschreibung der Waren und Services, vorbehaltlich der Bestimmungen in diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen, den Angaben in der Bestellung und/oder in einer anwendbaren Spezifikation, die Sartorius dem Lieferanten zur Verfügung gestellt hat oder die von Sartorius schriftlich vereinbart wurde,

entsprechen. Die Waren und Services müssen allen relevanten Gesetzen und allen anwendbaren aktuellen Normen entsprechen.

- b) Die gelieferten Waren müssen neu sein und dürfen nicht vorher benutzt worden sein.
- c) Der Lieferant muss Ausnahmen oder Abweichungen von den Anforderungen der Spezifikationen und aller anderen Dokumente und Normen deutlich auflisten und jede Abweichung muss fortlaufend nummeriert werden. Die Abweichungen sind stichhaltig zu begründen und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch Sartorius. Fehlt eine gesonderte Ausnahmeliste, so gelten die Dokumente als vom Lieferanten akzeptiert.
- d) Jede Spezifikation, die Sartorius dem Lieferanten zur Verfügung stellt oder die der Lieferant speziell für Sartorius im Zusammenhang mit der Bestellung anfertigt, steht zusammen mit allen geistigen Eigentumsrechten an der Spezifikation ausschließlich Sartorius zu. Der Lieferant ist nicht berechtigt, diese Spezifikation Dritten gegenüber offenzulegen oder zu nutzen, es sei denn, sie ist oder wird ohne sein Verschulden öffentlich bekannt oder ist für die Zwecke der Bestellung erforderlich.
- e) Diese Gewährleistungen gelten über die Anerkennung dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen hinaus und treten neben etwaige weitergehende Gewährleistungen, die der Lieferant Sartorius gegenüber abgegeben hat. Stillschweigende Gewährleistungen sind nicht ausgeschlossen.

### 5) PREIS UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- a) Die in der Bestellung angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer, aber inklusive aller Verpackungen, bis zur Lieferung und Abnahme aller Waren und Erbringung aller Services, die Gegenstand der Bestellung sind, gemäß diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen.
- b) Rechnungen werden nur anerkannt und zur Zahlung angewiesen, wenn sie die Sartorius-Bestellnummer enthalten, ordnungsgemäß adressiert sind und die einzelnen Rechnungsposten hinreichend genau bezeichnen.
- c) Sartorius zahlt alle Rechnungen gemäß den in der Bestellung festgelegten Bedingungen.

- d) Für den Fall, dass die Zahlung vor der Lieferung einzelner oder aller Waren oder Services erfolgt, räumt der Lieferant Sartorius hiermit ein Sicherungsrecht an den Waren, Komponenten und/oder Rohmaterialien ein, die bei der Herstellung der Waren verwendet oder gekauft wurden oder für die Herstellung der Waren bestimmt sind, oder die unter Verwendung von Geldern gekauft wurden, die von Sartorius (oder den Tochtergesellschaften oder Vertretern von Sartorius) an den Lieferanten (oder im Namen des Lieferanten) gezahlt wurden. Sartorius hat dieses Sicherungsrecht an den Waren, Komponenten und solchen Rohmaterialien sofort nach Erhalt der Zahlung durch den Lieferanten. Der Lieferant ist ferner verpflichtet, auf seine Kosten die zum Nachweis des Sicherungsrechts erforderlichen Urkunden auszufertigen und zu hinterlegen (oder Sartorius oder von Sartorius Beauftragten die Hinterlegung der Urkunden zu gestatten) oder sonstige von Sartorius für erforderlich gehaltene Maßnahmen zu ergreifen.
- e) Die Leistung einer Zahlung gilt nicht als deren Anerkennung.
- f) Alle Kosten, Schäden oder Auslagen, für die der Lieferant Sartorius gegenüber haftet, können von den fälligen oder fällig werdenden Beträgen abgezogen oder vom Lieferanten auf dem Rechtsweg oder anderweitig zurückgefordert werden.

## 6) SICHERHEITSBESTAND

- a) Um Sartorius eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten und jegliche Liefereinstellung zu vermeiden, erklärt sich der Lieferant bereit und verpflichtet sich, in seinem Werksgelände einen Sicherheitsbestand an den in der Bestellung von Sartorius aufgeführten Waren gemäß den in den Besonderen Bedingungen und/oder sonstigen Vertragsunterlagen aufgeführten Bedingungen zu unterhalten.
- b) Sartorius behält sich das Recht vor, den Sicherheitsbestand im Werksgelände des Lieferanten oder in anderen Einrichtungen, die der Lieferant hiermit anerkennt, jederzeit zu überprüfen. Die Prüfung erfolgt durch einen Mitarbeiter oder einen Beauftragten von Sartorius, der zu diesem Zweck benannt wird.

## 7) GEFAHRENÜBERGANG UND EIGENTUM

- a) Die Gefahr der Beschädigung oder des Verlustes der Ware geht auf Sartorius über, wenn die Ware angeliefert und abgeladen worden ist.

- b) Erfolgt die Bezahlung der Ware vor der Lieferung, geht das Eigentum an der Ware auf Sartorius über, sobald die Zahlung erfolgt ist und die Ware Sartorius zur Verfügung gestellt wurde.

## 8) LIEFERUNG UND KENNZEICHNUNG VON WAREN UND SERVICES

- a) Lieferungen und Services dürfen nicht vor Eingang der schriftlichen Bestellung von Sartorius beim Lieferanten versandt oder erbracht werden. Die Lieferung der Waren (und alle damit zusammenhängenden Arbeiten) an den Lieferort und die Erbringung der Services erfolgt zu dem/den in der zugehörigen Bestellung angegebenen oder anderweitig von Sartorius schriftlich vereinbarten Termin(en).
- b) Der Lieferant verpflichtet sich, die Services in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften von Sartorius und den geltenden Sicherheitsgesetzen und -vorschriften zu erbringen, wann immer er sich auf dem Gelände von Sartorius befindet.
- c) Für die Erfüllung der Verpflichtungen des Lieferanten aus diesem Vertrag ist der vereinbarte Zeitpunkt bindend. Beginnt der Lieferant nach Erhalt der Bestellung nicht mit der Ausführung der Arbeiten oder erhält Sartorius den Eindruck, dass der Lieferant nicht in der Lage sein wird, die Arbeiten bis zum geforderten Termin abzuschließen, kann Sartorius die Bestellung oder einen Teil davon gemäß den Bestimmungen in Ziffer 15 kündigen.
- d) Unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe ist Sartorius berechtigt, den Lieferanten in Regress zu nehmen, wenn die Warenlieferungen oder die Services nicht zu dem/den Fälligkeitstermin(en) oder ohne Bescheinigungen, Ausweise oder Dokumentationen in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen von Sartorius erbracht werden. Sartorius ist berechtigt, vom Lieferanten als Schadensersatz und nicht als Vertragsstrafe (entweder direkt oder durch Abzug von fälligen oder fällig werdenden Beträgen) einen Betrag in Höhe von fünf Prozent (5 %) des Preises für jede Woche der Verspätung bis zu einem Höchstbetrag von fünfzig Prozent (50 %) des Preises (oder eines anderen Prozentsatzes und/oder Zeitraums, der in der Bestellung, den Besonderen Bedingungen und/oder anderen Vertragsdokumenten festgelegt ist) zu verlangen.

- e) Waren, die über die in der Bestellung geforderte Menge hinaus oder ohne schriftlichen Auftrag von Sartorius geliefert werden, können zurückgewiesen und an den Lieferanten auf dessen Kosten zurückgesandt werden, wobei Sartorius berechtigt ist, dem Lieferanten eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, die zehn Prozent (10 %) des Preises der gelieferten Waren betragen kann.
- f) Soweit sie nicht im Widerspruch zu den Bedingungen der Bestellung stehen, gelten für die Bestellung die Incoterms in ihrer neuesten Fassung.
- g) Jedes Paket oder jede Kiste ist deutlich mit dem Namen der Lieferfirma, der Bestellnummer und der Bestellbezeichnung von Sartorius zu kennzeichnen. Soweit nach der einschlägigen EG-Richtlinie erforderlich, ist die Ware auf dem Produkt, der Dokumentation und der Verpackung mit der CE-Kennzeichnung zu versehen. Jede Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Ziffer 8 g) durch den Lieferanten kann Sartorius dazu berechtigen, die Annahme der Ware zu verweigern und diese auf Kosten des Lieferanten an diesen zurückzusenden, wobei Sartorius berechtigt ist, dem Lieferanten eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, die zehn Prozent (10 %) des Preises der gelieferten Ware betragen kann.
- h) Der Lieferant ist für eine ordnungsgemäße Verpackung, Verladung und Verzurrung zur Vermeidung von Transportschäden verantwortlich. Ohne schriftliche Zustimmung von Sartorius werden keine Kosten für Verpackung, Kisten, Verladung oder Lagerung erhoben.
- i) Die Ware ist so zu verpacken, dass sie der normalen Frachtabfertigung und der Lagerung standhält, und wenn die Ware oder Teile der Ware aufgrund fehlerhafter oder unzureichender Verpackung beschädigt werden, ist die beschädigte Ware oder ein Teil der Ware auf Kosten des Lieferanten zu reparieren oder zu ersetzen, unabhängig davon, ob die Lieferung abgenommen wurde oder nicht.
- j) Eine Bestellung bzw. Lieferung gilt erst dann als vollständig, wenn alle Waren und alle sonstigen zugehörigen Liefergegenstände (einschließlich Handbücher und sonstiger Dokumentationen) und Services tatsächlich bei Sartorius eingegangen und abgenommen sind.

## 9) INSPEKTION

- a) Sartorius ist berechtigt, zu jeder angemessenen Zeit und nach angemessener Vorankündigung solche Inspektionen und/oder Audits im Betrieb des Lieferanten durchzuführen, die Sartorius für erforderlich hält, um sich von der Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften, der Bestellung und dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen durch den Lieferanten zu überzeugen.
- b) Sollte Sartorius aufgrund von Kontrollen oder Prüfungen nicht davon überzeugt sein, dass die Ware oder die Services in jeder Hinsicht der Bestellung entsprechen, ist Sartorius berechtigt, alle Arbeiten zurückzuweisen, die als fehlerhaft oder minderwertig in Bezug auf die Qualität des Materials, der Ausführung, der Verarbeitung oder der Konstruktion angesehen werden und nicht mit der Spezifikation übereinstimmen; der Lieferant hat die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Übereinstimmung sicherzustellen. Ein beanstandetes Werk ist unverzüglich auf Kosten des Lieferanten zu ersetzen oder zu korrigieren. Der Lieferant ist verpflichtet, die beanstandete Arbeit nach dem Ermessen von Sartorius erneut zur Prüfung vorzulegen.

## 10) QUALITÄT DER LEISTUNG

- a) Die Ware oder ein Muster bzw. die Services müssen von zufriedenstellender Qualität sein und sich für jeden von Sartorius in der Bestellung angegebenen oder stillschweigend bekannt gegebenen Zweck eignen, den Sartorius zum Zeitpunkt der Bestellung verlangt, und der auch nicht hinter einem von Sartorius genehmigten Standard früherer Lieferungen (falls vorhanden) zurückbleibt.
- b) Die Konformität und Qualität der Lieferungen und Services ist eine wesentliche Bedingung des Vertrages.
- c) Die Waren müssen frei von Konstruktions-, Material- und Herstellungsfehlern sein. Die Services werden von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal mit der gebotenen Sorgfalt und in angemessener Qualität erbracht, und alle zur Verfügung gestellten Geräte und Werkzeuge werden vom Lieferanten jederzeit in erstklassigem Zustand gehalten. Sartorius behält sich das Recht vor, den Austausch von Personal oder Werkzeugen, die den vorgenannten Bestimmungen nicht entsprechen, auf Kosten des Lieferanten zu verlangen.

- d) Alle Bearbeitungen erfolgen nach den Bestellungen von Sartorius und bedürfen der Zustimmung von Sartorius. Für Bearbeitungen, die Sartorius nachträglich beanstandet, wird keine Zahlung geleistet. Die Konformität der Lieferungen und Leistungen schließt auch die Bestellmenge ein, was die Anwendung der Bestimmungen der Ziffer 8 zur Folge haben kann.

## 11) HERKUNFT VON ROHSTOFFEN

Der Lieferant hat auf eigene Kosten Analysebescheinigungen, Prüfungen und Ursprungszeugnisse zu liefern, die von Sartorius im Zusammenhang mit den Waren oder Services verlangt werden oder gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese Informationen sind spätestens zwei (2) Werktagen nach Eingang der Bestellung zu liefern.

## 12) ÄNDERUNGEN AN WAREN

- a) Der Lieferant muss über ein etabliertes Änderungskontroll- und Benachrichtigungsverfahren verfügen, um sicherzustellen, dass Sartorius im Falle von Änderungen informiert wird. Dieses Verfahren muss eine vollständige Nachvollziehbarkeit aller festgelegten Änderungen sowie eine Bewertung der möglichen Auswirkungen der einzelnen Änderung ermöglichen.
- b) Wesentliche Änderungen: Der Lieferant ist verpflichtet, Sartorius über die dauerhafte oder vorübergehende Einstellung oder Durchführung wesentlicher Änderungen in der Produktion von Waren mindestens ein Kalenderjahr im Voraus durch eine schriftliche, von Sartorius gegenzuzeichnende Mitteilung zu informieren. Wesentliche Änderungen sind die folgenden:
- i. Änderungen in der Zusammensetzung, der Herkunft und der Qualität eines Rohstoffes.
  - ii. Änderungen in der Produktions-, Verarbeitungs-, Sterilisations- oder Testmethode, die die Form, Passform oder Funktion der gelieferten Waren beeinflussen können.
  - iii. Änderungen des Produktionsstandorts.
  - iv. Änderungen der Spezifikation der gelieferten Waren.
  - v. Änderungen der Vorlieferanten.
- c) Geringfügige Änderungen: Geringfügige Änderungen wird der Lieferant Sartorius mindestens sechs (6) Monate im Voraus durch eine schriftliche,

von Sartorius gegenzuzeichnende Mitteilung ankündigen. Geringfügige Änderungen sind die folgenden:

- i. Methoden oder Geräte, die für die Prüfung der Waren verwendet werden.
- ii. Alle anderen Qualitätssicherungsmaßnahmen in Bezug auf die Waren.
- iii. Änderungen der Verpackungs-, Lager- und Vertriebsbedingungen, wenn diese zwischen den Parteien für die Waren individuell vereinbart wurden.
- iv. Änderungen der Kennzeichnung, insbesondere des Inhalts, wenn diese individuell zwischen den Parteien für die Ware vereinbart wurden.
- v. Änderungsmitteilungen sind an Sartorius per E-Mail an: [Supplier.Changerequest@Sartorius.com](mailto:Supplier.Changerequest@Sartorius.com) zu senden.
- vi. Der Lieferant muss genügend unveränderte Ware produzieren, um Sartorius für einen Mindestzeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten nach Umsetzung der angekündigten Änderung zu beliefern.

## 13) ÄNDERUNGEN DER SERVICES

- a) Der Lieferant muss über ein etabliertes Änderungskontroll- und Benachrichtigungsverfahren verfügen, um sicherzustellen, dass Sartorius im Falle von Änderungen informiert wird. Dieses Verfahren muss eine vollständige Nachvollziehbarkeit aller festgelegten Änderungen sowie eine Bewertung der möglichen Auswirkungen der einzelnen Änderung ermöglichen.
- b) Wesentliche Änderungen: Sartorius benötigt eine schriftliche Ankündigung des Lieferanten mit einer Frist von zwölf (12) Monaten, die von Sartorius gegengezeichnet werden muss, bevor der Lieferant die folgenden Änderungen der Services durchführt:
- i. Änderungen der Aufbereitungs-, Sterilisations- oder Prüfmethode, die die Form, Passform oder Funktion des Objekts, an dem der Service erbracht wird, beeinträchtigen können.
  - ii. Änderungen des Ortes des Service.
  - iii. Änderungen in allen anderen Bereichen, die sich auf die erbrachte(n) Service(s) auswirken.
- c) Geringfügige Änderungen: Sartorius benötigt eine schriftliche Mitteilung des Lieferanten von drei (3) Monaten, die von Sartorius gegengezeichnet werden

muss, bevor der Lieferant die folgenden Änderungen der Services vornimmt:

- i. Methoden oder Geräte, die für die Prüfung verwendet werden.
  - ii. Sonstige qualitätssichernde Maßnahmen im Zusammenhang mit den Services.
  - iii. Änderungen der Verpackungs-, Lager- und Vertriebsbedingungen, z. B. für Ersatzteile.
  - iv. Änderungen des spezifischen Inhalts.
- d) Änderungsmitteilungen sind an Sartorius per E-Mail an: [Supplier.Changerequest@Sartorius.com](mailto:Supplier.Changerequest@Sartorius.com) zu senden.
- e) Der Lieferant garantiert weiterhin, dass Sartorius die Möglichkeit hat, innerhalb von drei (3) Monaten nach einer solchen Mitteilung eine Menge an unveränderten Services vom Lieferanten zu beziehen, die einem Mindestverbrauchsbedarf von zwölf (12) Monaten entspricht. Der Jahresverbrauchsbedarf wird auf der Grundlage der Planung von Sartorius zum Zeitpunkt der Kündigung berechnet.

## 14) KONTINUITÄT DER LIEFERUNG

Der Lieferant verpflichtet sich, die Waren einschließlich aller Ersatzteile und/oder jedes Element der Waren für einen Mindestzeitraum von zehn (10) Jahren nach ihrer Lieferung weiter herzustellen oder dafür zu sorgen, dass ein Dritter sie herstellt. Der Lieferant ist verpflichtet, Sartorius über eine vollständige oder teilweise Unterbrechung der Produktion von Waren oder der Erbringung von Services mit einer Frist von mindestens zwei (2) Jahren im Voraus schriftlich zu informieren. Im Falle einer vollständigen Unterbrechung wird Sartorius ein "Last Time Buy" in Höhe des durchschnittlichen 12-Monats-Einkaufswertes, multipliziert mit dem verbleibenden Kontinuitätszeitraum, eingeräumt. Der Lieferant verpflichtet sich für den gleichen Zeitraum von zehn (10) Jahren, Sartorius auf erstes Anfordern technische Hilfe zu leisten und die Instandhaltung der Lieferung durchzuführen. Beabsichtigt der Lieferant, die Herstellung oder den Vertrieb von Waren aufzugeben, so hat er Sartorius hiervon unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Sartorius hat das Vorzugsrecht, innerhalb von sechs (6) Monaten nach Erhalt dieser Mitteilung die Herstellung und den Vertrieb der betreffenden Waren gegen Zahlung einer angemessenen, zwischen den Parteien auszuhandelnden Vergütung zu übernehmen.

## 15) GEWÄHRLEISTUNGEN

- a) Der Lieferant erkennt an, dass Sartorius zu jeder Zeit auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Lieferanten und auf seine hierin enthaltenen Zusicherungen und Gewährleistungen vertraut.
- b) Gewährleistungen für Waren: Der Lieferant sichert Sartorius hiermit zu, dass:
  - Menge, Qualität und Beschreibung der Waren und aller Komponenten, Rohstoffe und zugehörigen Arbeiten den Angaben in dieser Bestellung und/oder in allen anwendbaren Vereinbarungen, Spezifikationen oder Zeichnungen entsprechen, die Sartorius dem Lieferanten zur Verfügung gestellt hat oder denen Sartorius schriftlich zugestimmt hat, oder die in den Besonderen Bedingungen und/oder anderen Vertragsunterlagen beschrieben sind.
  - Die Waren müssen allen anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und Industriestandards entsprechen und in Übereinstimmung mit diesen ausgeführt werden, auch in Bezug auf Umweltfragen und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
  - Die Waren müssen neu sein und dürfen nicht vorher benutzt worden sein und müssen frei von Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern, handelsüblich und für jeden Zweck geeignet sein, den Sartorius in der Bestellung angibt oder dem Lieferanten zum Zeitpunkt der Bestellung stillschweigend zur Kenntnis bringt.
  - Der Lieferant ist verpflichtet, Sartorius das Eigentum an allen gelieferten Waren frei von Pfandrechten, Belastungen, Ansprüchen und sonstigen Rechtsmängeln zu verschaffen.
  - Die Ware, das Verfahren zu ihrer Herstellung und die Verwendung der Ware für ihren gewöhnlichen Verwendungszweck verletzen keine Patentansprüche oder sonstige Schutzrechte Dritter.
  - Alle Dokumente, einschließlich Rechnungen, und alle Informationen, die der Lieferant zum Nachweis von Kosten vorlegt, müssen eine wahrheitsgemäße, genaue und vollständige Beschreibung der Waren, Aktivitäten und Transaktionen darstellen, auf die sie sich beziehen.
  - Die Sartorius vom Lieferanten zur Verfügung gestellten Muster müssen frei von Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern sein, und die gelieferte Ware darf ohne schriftliche

Zustimmung von Sartorius nicht von schlechterer Qualität sein als die entsprechenden Muster oder frühere Lieferungen, die Sartorius vom Lieferanten erhalten hat. Die Entgegennahme von Mustern durch Sartorius entbindet den Lieferanten nicht von seiner Gewährleistungspflicht und ist nicht als Abnahme der gelieferten Ware auszulegen oder anzusehen.

- Alle Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Bestellung und/oder den Waren durchgeführt werden, sind von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal mit der gebotenen Sorgfalt und in angemessener Qualität auszuführen, und alle zur Verfügung gestellten Geräte und Werkzeuge werden vom Lieferanten jederzeit in erstklassigem Zustand gehalten. Sartorius behält sich das Recht vor, den Austausch von Personal, Werkzeugen oder Geräten, die den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen, auf Kosten des Lieferanten zu verlangen.
- 4) Soweit der Lieferant Gewährleistungen für Bestandteile der Ware übernimmt, sind diese Gewährleistungen abtretbar und werden hiermit an Sartorius abgetreten. Sartorius kann Gewährleistungen des Lieferanten an seine Kunden abtreten.
  - 5) Alle hierin enthaltenen Gewährleistungen gelten über die Abnahme der gelieferten Waren oder die Beendigung der Bestellung hinaus und gelten zusätzlich zu den Gewährleistungen, die Sartorius vom Lieferanten in weiterem Umfang gewährt werden. Stillschweigende Gewährleistungen sind nicht ausgeschlossen.
  - 6) Unbeschadet sonstiger Rechte oder Rechtsbehelfe ist Sartorius jederzeit berechtigt, die Bestellung(en) zu kündigen und gegebenenfalls Schadensersatz vom Lieferanten zu verlangen. Darüber hinaus behält sich Sartorius das Recht vor, in solchen Fällen, in denen der Lieferant nicht in der Lage ist, ein Problem oder eine Verletzung in angemessener Zeit zu beheben, die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag durch einen Dritten herzustellen oder zu veranlassen, die ansonsten vom Lieferanten im Rahmen der Gewährleistung zu erfüllen wären. In solchen Fällen behält sich Sartorius das Recht vor, dem Lieferanten alle damit verbundenen direkten und indirekten Kosten in Rechnung zu stellen.
  - 7) Gewährleistungen für Services: Der Lieferant gewährleistet gegenüber Sartorius als Fachmann, dass die ausgeführten Services i) der Bestellung

entsprechen, ii) frei von offensichtlichen oder verdeckten Mängeln sind.

- 8) Die Annahme der vom Lieferanten erbrachten Leistungen durch Sartorius entbindet den Lieferanten nicht von seiner Verantwortung für alle nicht offensichtlichen Mängel, und zwar unabhängig vom Zeitpunkt der Entdeckung dieser Mängel.
- 9) Unbeschadet der Möglichkeit oder des Rechts von Sartorius, die Bestellung(en) zu kündigen und Schadensersatz zu verlangen, behält sich Sartorius für den Fall, dass der Lieferant das Problem bzw. die Probleme nicht innerhalb einer angemessenen Frist löst, das Recht vor, die Leistungen selbst zu erbringen oder von einem Dritten erbringen zu lassen und dem Lieferanten die Kosten dafür in Rechnung zu stellen.

## 16) SCHADENSERSATZ / VERSICHERUNG

- a) Mit der Annahme der Bestellung verpflichtet sich der Lieferant, Sartorius und seine Rechtsnachfolger von jeglicher Haftung, Verlusten, Schäden, Verletzungen (an Personen oder Sachen) und Klagen, Ansprüchen und Forderungen freizustellen und auf Verlangen von Sartorius zu verteidigen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Kosten und Aufwendungen, einschließlich angemessener Anwaltskosten, interner Bearbeitungskosten, Nacharbeits- und Wiederherstellungskosten, die Sartorius aufgrund der Nichtübereinstimmung der Waren oder Services mit den hierin oder in der Bestellung enthaltenen Gewährleistungen oder aufgrund der Verletzung einer seiner Verpflichtungen durch den Lieferanten oder aufgrund von Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten durch ihn, seine Angestellten, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind oder entstehen. Diese Entschädigung gilt zusätzlich zu allen anderen gesetzlich, vertraglich oder nach Billigkeitsrecht vorgesehenen Rechtsbehelfen und gilt auch nach Beendigung der Bestellung.
- b) Der Lieferant ist ferner verpflichtet, sich auf seine Kosten gegen alle Klagen oder Verfahren zu verteidigen, die gegen Sartorius, seine Rechtsnachfolger und Bevollmächtigten erhoben werden und die auf der Behauptung beruhen, dass die Waren oder ein Teil davon oder die Services ein lokales, europäisches oder ausländisches Patent oder ein anderes geistiges Eigentumsrecht eines Dritten verletzen. Der Lieferant ist verpflichtet, alle in einem solchen Verfahren zugesprochenen Schadensersatzleistungen, Kosten und



Anwaltsgebühren zu tragen und nach Wahl von Sartorius entweder:

- auf Kosten von Sartorius durch Verhandlungen das Recht zu erwirken, dass Sartorius die Waren oder die Services weiterhin beziehen und/oder nutzen kann;
  - die Waren so umarbeiten, dass von ihnen unter Beibehaltung ihrer ursprünglichen Funktionalität keine der o.g. Rechtsverletzungen ausgeht;
  - die Waren durch Waren zu ersetzen, von denen keine der o.g. Rechtsverletzungen ausgeht und die den rechtsverletzenden Waren funktional gleichwertig sind;
  - Sartorius die hiernach gezahlten Beträge zurückerstatten, wenn die Waren nicht ersetzbar sind oder die Services schlecht ausgeführt wurden oder rechtsverletzend waren.
- c) Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten über einen Versicherer mit einem A.M. Best-Rating von A- oder besser einen Versicherungsschutz mit Deckungssummen zu unterhalten, die typischerweise von Unternehmen ähnlicher Größe in der Zuliefererbranche abgeschlossen werden; mindestens jedoch wird der Lieferant eine Betriebshaftpflichtversicherung einschließlich Produkthaftpflicht und Vertragshaftpflicht mit einer Mindestdeckungssumme von € 2.000.000 für Personenschäden, einschließlich Tod, und alle anderen Schäden, die aus der Verwendung der Waren oder Services oder aus Handlungen oder Unterlassungen des Lieferanten im Rahmen des Vertrages entstehen können, unterhalten. Derartige Versicherungen werden bei entsprechend zugelassenen und finanziell verantwortlichen Versicherern abgeschlossen. Der Lieferant ist verpflichtet, Sartorius über jede Kündigung oder Reduzierung des Versicherungsschutzes mit einer Frist von mindestens dreißig (30) Tagen schriftlich zu informieren. Auf Verlangen von Sartorius sind Versicherungsnachweise über die erforderliche Deckung und Deckungssummen sowie Versicherungspolizen vorzulegen.
- d) Der Lieferant erkennt an, dass Klauseln, die seine Haftung beschränken sollen, für Sartorius nicht akzeptabel sind.
- e) Der Lieferant ist verpflichtet, Sartorius einen Versicherungsnachweis zu erbringen und auf Verlangen unverzüglich Kopien der Versicherungspolizen vorzulegen. Die in diesem Abschnitt genannten Deckungssummen und

Versicherungspolizen sind Mindestanforderungen, die die Verpflichtung des Lieferanten im Schadensfall in keiner Weise definieren oder begrenzen.

## 17) MANGELHAFTE WARE ODER SERVICE

- a) Unbeschadet der Rechte von Sartorius, die Bestellung(en) zu kündigen und Nachbesserungen und Schadensersatz zu verlangen, gewährt der Lieferant Sartorius neben den gesetzlichen Gewährleistungen eine vertragliche Gewährleistung.
- b) Im Hinblick auf diese vertragliche Gewährleistung und für den Fall, dass die Lieferung oder der Service mangelhaft ist oder die Anforderungen der Bestellung nicht erfüllt, behält sich Sartorius das Recht vor, entweder
- vom Lieferanten zu verlangen, dass er auf eigene Kosten die Mängel an den damit zusammenhängenden Arbeiten beseitigt. Für alle im Rahmen dieser Gewährleistung durchgeführten Nachbesserungsarbeiten übernimmt der Lieferant eine Garantie von weiteren zwölf (12) Monaten. Tritt ein Mangel innerhalb der ursprünglichen Gewährleistungsfrist auf, zeigt sich aber erst nach Ablauf dieser Frist, so erlischt die Haftung des Lieferanten nicht deshalb, weil Sartorius den Mangel nicht hat anzeigen können.
  - den Liefergegenstand innerhalb der von Sartorius gesetzten Frist auf Kosten des Lieferers zur Reparatur oder zum Austausch einzusenden oder Ersatzleistungen zu verlangen; oder
  - die notwendige Nachbesserung durchzuführen und dem Lieferanten in Rechnung zu stellen; oder
  - vom Lieferanten die Rückerstattung des vollen Kaufpreises innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Mitteilung von Sartorius zu verlangen und die Bestellung zu kündigen;
  - Sartorius alle von Sartorius getragenen direkten und indirekten Kosten zu erstatten, die sich aus den Mängeln der Ware ergeben, einschließlich derjenigen, die mit einer eventuellen spontanen oder provozierten oder auch behördlich angeordneten Rückrufaktion verbunden sind,
  - Sartorius für alle direkten oder indirekten Folgen zu entschädigen, die sich aus der Verantwortung des Lieferanten ergeben, und zwar in Bezug auf Personenschäden, materielle und/oder immaterielle Schäden, die Dritten, Sartorius und seinen Rechtsnachfolgern entstehen.
  - Beendigung dieses Vertrages.

- c) Der Lieferant verpflichtet sich, (i) spätestens innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden nach Bekanntwerden des Mangels einen Bericht zu senden und (ii) mit Sartorius eine sogenannte "quality wall", also eine zusätzliche Kontrollinstanz, zu errichten, um Störungen in der Produktion zu vermeiden (z.B.: Austausch der Ware).

## 18) KÜNDIGUNG BEI VERZUG ODER INSOLVENZ

- a) Kommt der Lieferant mit der Erfüllung von Verpflichtungen in Verzug, insbesondere mit der Erbringung von Lieferungen oder der Nichtausführung von zumutbaren Anweisungen von Sartorius, so kann Sartorius, sofern der Verzug behebbar ist, den Lieferanten schriftlich auffordern, den Verzug innerhalb einer bestimmten Frist zu beheben. Kommt der Lieferant der Aufforderung nicht nach oder ist der Verzug des Lieferanten nach alleiniger Auffassung von Sartorius nicht zur Zufriedenheit von Sartorius behebbar, so ist Sartorius berechtigt, die Bestellung ganz oder teilweise durch sofortige schriftliche Mitteilung an den Lieferanten zu kündigen, unbeschadet sonstiger Rechte aus der Bestellung oder anderweitiger Rechte und hat das Recht, bereits gelieferte Waren aus der Bestellung zurückzubehalten.
- b) Sartorius ist berechtigt, die Bestellung zu kündigen, wenn:
- der Lieferant unter Zwangsverwaltung gestellt wird oder sich in Liquidation befindet (außer zum Zwecke der Verschmelzung oder Sanierung). In diesem Fall gelten die insolvenzrechtlichen Vorschriften; oder
  - eine Belastung von Eigentum oder Vermögenswerten des Lieferanten erfolgt oder ein Zwangsverwalter bestellt wird; oder
  - der Lieferant seinen Geschäftsbetrieb einstellt oder einzustellen droht; oder
  - Sartorius vernünftigerweise glaubt oder voraussieht, dass eines der oben genannten Ereignisse eintreten wird und den Lieferanten entsprechend informiert.
- c) Die Rechte und Rechtsbehelfe von Sartorius gelten zusätzlich zu und unbeschadet anderer Rechte und Rechtsbehelfe aus der Bestellung, einschließlich des Rechts von Sartorius, dem Lieferanten die Fortsetzung der Arbeiten zu gestatten und von ihm den Schaden zu verlangen, der Sartorius durch die mangelhafte oder verspätete Leistung des Lieferanten entstanden ist.

## 19) ORDENTLICHE KÜNDIGUNG DURCH SARTORIUS

- a) Eine Kündigung entbindet keine der Parteien von der Haftung in Bezug auf eine Vertragsverletzung oder in Bezug auf Rechte und Pflichten, die auf einem Sachverhalt beruhen, der vor der Kündigung eingetreten ist.
- b) Jede Kündigung hat mit einer Frist von drei (3) Monaten zu erfolgen. Sartorius ist berechtigt, mit dieser dreimonatigen Kündigungsfrist die Bestellung ganz oder teilweise durch Mitteilung an den Lieferanten zu kündigen. Der Lieferant ist verpflichtet, alle Leistungen einzustellen, soweit nicht in der Kündigungserklärung anders vorgesehen ist. Sartorius ist verpflichtet, dem Lieferanten (zur vollständigen und endgültigen Abgeltung aller Ansprüche, die der Lieferant aufgrund der Kündigung gegen Sartorius hat) alle bis zum Zeitpunkt der Kündigung zufriedenstellend erbrachten Leistungen zu bezahlen. Dies schließt alle Materialien ein, die der Lieferant ordnungsgemäß zum Einbau in das Werk beschafft hat.
- c) Der Lieferant erkennt an, dass er verpflichtet ist, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um die aus einer solchen Beendigung resultierenden Verbindlichkeiten zu mindern.

## 20) WERKZEUGE

- a) Alle Spezialwerkzeuge, Formen, Modelle, Vorrichtungen und sonstige Gegenstände, die Sartorius dem Lieferanten zur Verwendung bei der Ausführung der Bestellung zur Verfügung stellt oder speziell bezahlt,
- sind und bleiben Eigentum von Sartorius,
  - müssen auf Anweisung von Sartorius entfernt werden,
  - sind ausschließlich für Sartorius bestimmt,
  - werden auf Gefahr des Lieferanten aufbewahrt und
  - müssen vom Lieferanten auf seine Kosten versichert werden, solange sie sich in seinem Gewahrsam oder in seiner Verfügungsgewalt befinden, und zwar in Höhe des Wiederbeschaffungswertes, wobei der Verlust zu seinen Lasten geht.

Der Lieferant stellt Sartorius von jeglicher Haftung, Verlusten, Schäden und Kosten frei, die Sartorius aus einer Inanspruchnahme durch Mitarbeiter, Beauftragte oder Berater des Lieferanten wegen

Körperverschädigung oder Tod im Zusammenhang mit dem Betrieb solcher Geräte entstehen, während sie sich in seiner Obhut, Gewahrsam und Kontrolle befinden.

- b) Der Lieferant wird Sartorius einen eigenen oder von einem Unterlieferanten stammenden Eigentumsvorbehalt nicht entgegenhalten. Der Lieferant verpflichtet sich, für alle Ansprüche und Klagen, die von Dritten gegen ihn erhoben werden könnten, einzustehen und ggf. die Durchbrechung einer solchen Klausel zu erwirken.

## 21) GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE

- a) Jede Spezifikation, die Sartorius dem Lieferanten im Zusammenhang mit einer Bestellung zur Verfügung stellt oder die der Lieferant speziell für Sartorius anfertigt, sowie alle darin enthaltenen geistigen Eigentumsrechte sind ausschließliches Eigentum von Sartorius. Der Lieferant ist verpflichtet, die Spezifikation nicht an Dritte weiterzugeben, es sei denn, sie ist oder wird ohne sein Verschulden öffentlich bekannt oder ist gesetzlich vorgeschrieben, vorausgesetzt, der Lieferant unterrichtet Sartorius unverzüglich von dieser gesetzlichen Vorschrift und kooperiert in vollem Umfang mit Sartorius bei der Erwirkung einer Schutzanordnung, oder sie dient der Erfüllung der Bestellung, soweit der die Bestellung ausführende Dritte einer nicht minder strengen Geheimhaltungsverpflichtung unterliegt als hierin vorgesehen. Der Lieferant darf die Spezifikation nur insoweit verwenden, als dies zur Erfüllung der Bestellung erforderlich ist.
- b) Hat Sartorius den Lieferanten mit der Erstellung eines Entwurfs oder einer Spezifikation oder einer Zeichnung in der Bestellung beauftragt, so erklärt sich der Lieferant damit einverstanden, dass es sich bei der beauftragten Arbeit um ein "Auftragswerk" handelt und dass Sartorius als derjenige, für den das Werk erstellt wird, alle Rechte, Titel und Interessen an dem Werk und allen anderen geistigen Eigentumsrechten, die sich aus dem Werk ergeben können, besitzt. Der Lieferant erklärt sich ferner damit einverstanden, dass er, soweit es sich nicht um ein "Auftragswerk" handelt, Sartorius das Eigentum an allen Rechten, Titeln und Interessen an dem Werk überträgt, einschließlich des Eigentums an sämtlichen geistigen Eigentumsrechten an dem Werk. Der Lieferant verpflichtet sich, alle Papiere auszufertigen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, damit Sartorius sein Eigentum an allen Schutzrechten an dem Werk vervollständigen kann.

- c) Der Lieferant sichert zu, dass seine Arbeiten originär sind und keine Rechte Dritter verletzen und nicht vorher abgetreten oder anderweitig belastet wurden, weder durch Lizenz noch anderweitig.

## 22) COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN

- a) Der Lieferant ist verpflichtet, alle anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften, insbesondere die anwendbaren Zoll- und Exportkontrollvorschriften einschließlich US-Reexport-, Embargo-Vorschriften und Sanktionsprogramme einzuhalten.
- b) Der Lieferant verpflichtet sich, Sartorius nach der Bestellung (z.B. in der Auftragsbestätigung) und spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung (z.B. durch Aufdruck auf dem Lieferschein und/oder der Rechnung) schriftlich über alle nachfolgend genannten Außenhandelsstammdaten zu informieren. Im Falle von Änderungen wird der Lieferant Sartorius unverzüglich schriftlich informieren über:
  - i. das Ursprungsland (nicht präferenzierter Ursprung) gemäß den Ursprungsregeln der Weltzollorganisation (WCO);
  - ii. eine Langzeit-Verkäufererklärung (LTVD) für den präferenziellen Ursprung der Ware, auf Anfrage und falls zutreffend, oder ein anderes Dokument, das den präferenziellen Ursprung der Ware bestätigt;
  - iii. eine statistische Warennummer (Harmonized System Code) basierend auf der Tarifnomenklatur der Weltzollorganisation (WCO);
  - iv. die Export Control Classification Number (ECCN) gemäß der EG-Dual-Use-Verordnung (Nr. 428/2009 einschließlich der letzten Aktualisierungen) oder vergleichbarer internationaler Listen wie der deutschen Ausfuhrliste, der Schweizer Güterkontrollverordnung, der indischen SCOMET-Verordnung, der Singapore Strategic Goods Control List, sowie eine ECCN in Bezug auf die US Export Administration Regulations (EAR) oder andere anwendbare Gesetze oder Vorschriften;
  - v. der potenzielle Anteil von US-Komponenten pro Produkt (De-Minimis-Regelung), falls zutreffend.

c) Anti-Korruptionsgesetze, U.S. Foreign Corrupt Practices Act und UK Bribery Act:

- i. Ein Vorstandsmitglied, Mitarbeiter oder Vertreter des Lieferanten darf nicht: (i) Provisionen, Gebühren, Rabatte, Geschenke oder Bewirtungen von erheblichem Wert von einem Vorstandsmitglied, Mitarbeiter oder Beauftragten von Sartorius geben oder annehmen oder (ii) mit einem Verwaltungsmitsglied, Mitarbeiter oder Beauftragten von Sartorius eine geschäftliche Vereinbarung treffen, es sei denn, dies geschieht als Vertreter von Sartorius oder im normalen und ordnungsgemäßen Geschäftsverlauf zwischen diesen Parteien.
- ii. Der Lieferant darf keine Aktivitäten unternehmen, die einen Verstoß gegen die Antikorruptionsgesetze begründen. Hierzu zählen alle Gesetze oder internationalen Konventionen zur Korruptionsbekämpfung, einschließlich: (a) das OECD-Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr von 1997; (b) das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption von 2003; (c) den Foreign Corrupt Practices Act von 1977 der Vereinigten Staaten von Amerika (in der Fassung der Foreign Corrupt Practices Act Amendments von 1988 und 1998) ("FCPA"); (d) der UK Bribery Act 2010; (e) jedes andere anwendbare Gesetz (Statut, Verordnung, Regel oder Vorschrift, Anordnung eines Gerichts, Tribunals oder einer anderen gerichtlichen Instanz oder eine andere Verwaltungsvorschrift), das: (i) das Anbieten von Geschenken, Zahlungen oder anderen Vorteilen an eine Person oder einen leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder Berater einer solchen Person verbietet; und/oder (ii) im Wesentlichen dem FCPA und/oder dem UK Bribery Act 2010 entspricht oder die Bestimmungen des OECD-Übereinkommens in Kraft setzen soll oder die Verhinderung von Korruption zum Ziel hat und die in der Rechtsordnung anwendbar sind, in der der Lieferant registriert ist, Geschäfte tätigt und/oder in der einer der Services erbracht wird.
- iii. Der Lieferant ist darüber hinaus verpflichtet, bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag jederzeit den Sartorius Verhaltenskodex für Geschäftspartner einzuhalten und entsprechend zu handeln. Der Lieferant erkennt hiermit an, dass er den Sartorius Verhaltenskodex für Geschäftspartner (der "Kodex") erhalten hat, der unter

<https://www.sartorius.com/download/1342472/gp-247-a-german-code-of-conduct-business-partners-de-v2022-data.pdf> abrufbar ist, und

verpflichtet sich, dass alle seine Arbeitsstätten, Tochtergesellschaften, Abteilungen, verbundenen Unternehmen, Betriebsstätten, Mitarbeiter oder Subunternehmer, die mit Sartorius und/oder einer ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Geschäfte machen, den Kodex einhalten werden. Der Lieferant erkennt an, dass die Nichteinhaltung des Kodex zur Stornierung aller bestehenden Bestellungen und zur Beendigung der Geschäftsbeziehung mit Sartorius führen kann.

- iv. Der Lieferant stellt Sartorius von allen Ansprüchen, Verbindlichkeiten, Strafen, Verlusten und damit zusammenhängenden Kosten und Aufwendungen (einschließlich Anwaltskosten) frei, die Sartorius aufgrund der Verletzung oder Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Ziffer 22 durch den Lieferanten entstehen können.

d) Datenschutz

Stellt Sartorius dem Lieferanten im Rahmen der Durchführung des Vertrages personenbezogene Daten seiner Mitarbeiter (nachfolgend "Personenbezogene Daten") zur Verfügung oder erlangt der Lieferant auf sonstige Weise Kenntnis von diesen Personenbezogenen Daten, gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- i. Personenbezogene Daten, die auf vorgenannte Weise offengelegt und nicht im Auftrag von Sartorius verarbeitet werden, dürfen vom Lieferanten ausschließlich zur Abwicklung des Vertrages verarbeitet und nicht – außer bei gesetzlicher Zulässigkeit – anderweitig verarbeitet.
- ii. Der Lieferant darf die Personenbezogenen Daten weiterverarbeiten, insbesondere an seine Gruppengesellschaften zur Durchführung des betreffenden Vertrages weitergeben, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
- iii. Sofern bei der Erbringung der Vertragsleistungen durch den Lieferanten Personenbezogene Daten in ein Drittland (außerhalb der EU/EWR) übermittelt werden, ist durch den Lieferanten ein angemessenes Datenschutzniveau (ggf. durch den Abschluss von Standardvertragsklauseln zur Drittlandübermittlung) zu gewährleisten.
- iv. Der Lieferant stellt sicher, dass die Personenbezogenen Daten nur denjenigen Arbeitnehmern des Lieferanten zugänglich gemacht werden, die zur Durchführung des betreffenden Vertrages eingesetzt werden und

auch nur in dem für die Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Umfang (Need-to-know-Prinzip). Der Lieferant wird seine innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den Anforderungen des anwendbaren Datenschutzrechts gerecht wird, insbesondere technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der Personenbezogenen Daten vor Missbrauch und Verlust treffen.

- v. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten enthalten die Sartorius Datenschutzhinweise unter [www.sartorius.com/en/privacy-notice-de](http://www.sartorius.com/en/privacy-notice-de).

## 23) HÖHERE GEWALT, SONDERREGELUNGEN IN ZEITEN VON PANDEMIEN UND EPIDEMIE

- a) Die Parteien haften nicht für Schäden oder für die teilweise oder vollständige Nichterfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertrag, wenn der jeweilige Schaden oder die Nichterfüllung auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.
- b) Kann ein Liefergegenstand aufgrund einer nach Vertragsschluss ergangenen behördlichen Anordnung (auch im Falle einer Pandemie), die den Zeitraum der Lieferung von Waren oder der Erbringung der Leistungsergebnisse einschließt oder voraussichtlich einschließen wird, nicht erbracht werden, so werden sich die Parteien unverzüglich gegenseitig informieren. Die Parteien werden gemeinsam abstimmen, ob die Liefergegenstände nach Beendigung der Höheren Gewalt nachgeholt werden können und ob Sartorius hieran ein Interesse hat. Im Falle der Nachholbarkeit bzw. des Interesses werden sich die Parteien einvernehmlich auf einen Ersatztermin einigen bzw. ein Verfahren und eine Frist zur Bestimmung eines Ersatztermins vereinbaren.
- c) Ungeachtet dessen ist jede Partei berechtigt, von dem von der Höheren Gewalt betroffenen Vertrag zurückzutreten, wenn die Höhere Gewalt innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Monaten mindestens vier (4) Wochen andauert. Die Verpflichtung zur Zahlung der Vergütung, etwaiger Aufwendungs- oder Schadensersatzansprüche sowie etwaiger Stornokosten entfällt. Bereits geleistete Zahlungen oder Teilleistungen werden von den Parteien in vollem Umfang zurückerstattet.
- d) Sartorius und der Lieferant nehmen zur Kenntnis und sind sich darüber einig, dass die Auftragserteilung und -ausführung ganz oder teilweise in den Zeitraum einer Pandemie oder Epidemie fallen kann. Beide Parteien

sind sich bewusst, dass der Vertrag in voller Kenntnis der erheblichen Veränderung des Wirtschaftslebens durchgeführt wird. Der Lieferant bestätigt ausdrücklich, dass er in der Lage sein wird, die Bestellung zu den im Vertrag festgelegten Bedingungen auszuführen.

- e) Wenn eine Pandemie oder Epidemie die Lieferung von Waren und/oder die Erbringung von Services zu den vertraglich vereinbarten Terminen nicht oder nur zu einem höheren Preis als vertraglich vereinbart ermöglicht, ist die Berufung auf Höhere Gewalt aufgrund der Pandemie oder Epidemie ausgeschlossen; Ziffer 23 c) findet in diesem Fall keine Anwendung.

## 24) SONSTIGES

- a) Alle Gebrauchsanweisungen, Anweisungen, Beschreibungen, Spezifikationen und dergleichen, die der Lieferant in Bezug auf die Waren und/oder Services zur Verfügung stellt, sind in englischer Sprache und in jeder gesetzlich vorgeschriebenen Sprache abzufassen.
- b) Alle Mitteilungen, die gemäß diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen von einer Partei an die andere gerichtet werden müssen oder dürfen, sind schriftlich an den Sitz oder die Hauptniederlassung der anderen Partei oder an eine andere Adresse zu richten, die der die Mitteilung machenden Partei zu dem betreffenden Zeitpunkt gemäß dieser Bestimmung mitgeteilt worden ist.
- c) Wenn Sartorius zu irgendeinem Zeitpunkt nicht auf der strikten Erfüllung der Bestellung oder einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen durch den Lieferanten besteht, kann dies nicht als Verzicht von Sartorius auf die zukünftige Erfüllung ausgelegt werden.
- d) Die Bestellung von Sartorius steht unter dem Vorbehalt der Ausführung der Arbeiten durch den Lieferanten und eine Abtretung, Unterbeauftragung oder Übertragung ist ohne besondere vorherige schriftliche Vereinbarung mit Sartorius nicht zulässig. Keine Abtretung oder Unterbeauftragung (auch nicht mit Zustimmung von Sartorius) entbindet den Lieferanten von seinen Verpflichtungen aus der Bestellung. Eine behauptete Abtretung, Übertragung oder ein Untervertrag ohne diese schriftliche Zustimmung ist nichtig und unwirksam. Ungeachtet des Vorstehenden ist Sartorius berechtigt, eine Bestellung und/oder diesen Vertrag oder seine

Rechte und Pflichten aus einer Bestellung oder diesem Vertrag ganz oder teilweise ohne Zustimmung des Lieferanten zu übertragen oder abzutreten an: (i) Verbundene Unternehmen; (ii) hundertprozentige Tochtergesellschaften oder Rechtsnachfolger; oder (iii) Dritte, mit denen Sartorius fusioniert oder konsolidiert oder auf die Sartorius alle oder einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte, auf die sich dieser Vertrag bezieht, überträgt.

- e) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen davon nicht berührt. Dies gilt auch für den Fall, dass sich in dem Vertrag eine unbeabsichtigte Lücke befindet. Anstelle einer ganz oder teilweise unwirksamen Regelung oder zur Ausfüllung einer unbeabsichtigten Lücke in den Allgemeinen Einkaufsbedingungen soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen gewollt hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder den Wegfall der betreffenden Regelung gekannt hätten.
- f) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist nach diesem auszulegen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht) ist auf diesen Vertrag nicht anwendbar.

Hat der Lieferant seinen Sitz in der Europäischen Union oder in Großbritannien, so sind für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag die örtlichen Gerichte am Sitz von Sartorius zuständig und die Parteien erklären sich mit der persönlichen Zuständigkeit und dem ausschließlichen Gerichtsstand dieser Gerichte einverstanden. Sartorius ist darüber hinaus nach seiner Wahl berechtigt, eigene Ansprüche am Gerichtsstand des Lieferanten geltend zu machen. Nach Klageerhebung ist der Lieferant aufgrund eigener Rechte und Ansprüche darauf beschränkt, vor dem jeweiligen Gericht, vor dem die ursprüngliche Klage erhoben wurde, Widerklage zu erheben oder mit einer eigenen Forderung gegen die in dieser Klage erhobene Forderung aufzurechnen.

Hat der Lieferant seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union oder Großbritannien, so werden alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder

Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Gültigkeit ergeben, nach der ICC-Schiedsgerichtsordnung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges (mit Ausnahme des einstweiligen Rechtsschutzes) endgültig entschieden. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist der Ort des Geschäftssitzes von Sartorius. Sartorius ist darüber hinaus nach seiner Wahl berechtigt, eigene Ansprüche am Ort des Geschäftssitzes des Lieferanten geltend zu machen. Das Schiedsverfahren ist in englischer Sprache zu führen.

- g) Jede Partei verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen der anderen Partei nicht zu verwenden oder an andere Personen weiterzugeben, mit der Ausnahme, dass (i) sie diese vertraulichen Informationen an ihre Vertreter weitergeben darf, die diese für die Erfüllung einer Verpflichtung aus diesem Vertrag kennen müssen, vorausgesetzt, dass diese Partei sicherstellt, dass jeder Vertreter, an den vertrauliche Informationen weitergegeben werden, sich der vertraulichen Natur dieser Informationen bewusst ist und sich verpflichtet, diese Klausel einzuhalten, als wäre er eine Partei; (ii) die Offenlegung vertraulicher Informationen, soweit dies gesetzlich, von einem Gericht oder einer staatlichen Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde oder einer anderen zuständigen Behörde gefordert wird, vorausgesetzt, dass jede Partei die andere Partei unverzüglich über eine solche gesetzliche Anforderung informiert und bei den Versuchen einer Partei, eine Schutzanordnung zu erwirken, vollständig kooperiert.
- h) Verkaufspräsentationen, Websites, Marketing-, Werbe- oder sonstiges Werbematerial, sei es in schriftlicher oder elektronischer Form, das auf Sartorius, mit Sartorius Verbundene Unternehmen, Produkte oder auf diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen Bezug nimmt, muss vor seiner Verwendung oder Veröffentlichung von Sartorius schriftlich genehmigt werden.
- i) Sartorius oder mit Sartorius Verbundene Unternehmen sind Inhaber bestimmter geschützter Markennamen, Warenzeichen, Handelsnamen, Logos und anderer geistiger Eigentumsrechte. Sofern nicht ausdrücklich von Sartorius gestattet, ist die Verwendung von Markennamen, Warenzeichen, Handelsnamen, Logos oder sonstigem geistigen Eigentum von Sartorius oder mit Sartorius Verbundenen Unternehmen nicht gestattet, ebenso wenig wie die Übernahme, Verwendung oder

Eintragung von Wörtern, Sätzen oder Symbolen, die den Markennamen, Warenzeichen, Handelsnamen, Logos oder sonstigem geistigen Eigentum von Sartorius oder mit Sartorius Verbundenen Unternehmen so ähnlich sind, dass sie zu Verwechslungen oder Unklarheiten führen können oder diese in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder verletzen oder eine Befürwortung der Produkte oder Services eines anderen Unternehmens durch Sartorius implizieren.

- j) Keine der Bestimmungen dieses Vertrages begründet eine Partnerschaft zwischen den Parteien oder macht eine Partei zum Vertreter der anderen Partei für irgendeinen Zweck. Darüber hinaus bleibt jede der Parteien allein verantwortlich für ihre eigenen Handlungen, Erklärungen, Verbindlichkeiten, Leistungen, Produkte und Mitarbeiter.
- k) Nichts in diesem Dokument ist dazu bestimmt, irgendwelche Rechte an Dritten gegenüber Sartorius zu begründen.

## 25) Besondere Regelungen für die Beschaffung von IT-Produkten und -Leistungen

Für Bestellungen gem. Ziffer 1b) und 1c) gelten nachfolgende Regelungen ergänzend:

- a) **Eigentum an Daten und Rückgabe**  
Sartorius ist bezüglich der von Sartorius, einem mit Sartorius Verbundenen Unternehmen oder einem von Sartorius beauftragten Unternehmen übermittelten Informationen und Daten grundsätzlich alleiniger Inhaber, Eigentümer und Verfügungsberechtigter damit im Zusammenhang stehender Immaterialgüterrechte und gewerblicher Schutzrechte. Sämtliche dem IT-Vertragspartner als Beistellungen für die Leistungserbringung im Interesse von Sartorius überlassenen Informationen werden ausschließlich zweckgebunden und für die Dauer der Leistungserbringung überlassen.

Die von Sartorius, einem mit Sartorius Verbundenen Unternehmen oder einem von Sartorius beauftragten Unternehmen übermittelten Informationen sind auf Anforderung Sartorius jederzeit zurückzuübertragen bzw. die Träger dieser Informationen und Daten Sartorius zurückzugeben bzw. zu löschen. Der IT-Vertragspartner verpflichtet sich, für diesen Fall keinerlei Kopien oder Abschriften oder sonstige Dokumentationen der übermittelten Daten und Informationen zurückzubehalten. Dies gilt nicht, soweit der IT-Vertragspartner nach zwingendem

Recht die Informationen oder Kopien hiervon aufbewahren muss oder die Informationen zum Nachweis der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten oder Geltendmachung seiner Rechte benötigt. Soweit der IT-Vertragspartner die Informationen in elektronischer Form (z.B. E-Mail) im Rahmen seiner regulären Datensicherung gespeichert hat und eine gezielte Löschung mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist, kann die Löschung im Rahmen der regulären Datenlöschung erfolgen. Diese Informationen oder Kopien unterliegen einer unbefristeten Geheimhaltungspflicht bis zu ihrer endgültigen Löschung.

- b) **Globale Nutzungsrechte für Verbundene Unternehmen von Sartorius**  
Sämtliche an Sartorius unter dem Vertrag durch den IT-Vertragspartner eingeräumte Nutzungsrechte, insbesondere an vertragsgegenständlicher Software, gelten im gleichen Umfang für die Verbundenen Unternehmen von Sartorius.

- c) **IT-Sicherheit (nur gültig bei Lieferung bzw. für den Betrieb von IT-Systemen on-prem oder Cloud)**

### i. Security Certification Requirements

Der IT-Vertragspartner muss während der Vertragslaufzeit auf eigene Kosten sicherstellen, dass alle für das Bereitstellen der IT-Produkte und -Leistungen genutzten IT-Systeme von einer aktuellen und gültigen Sicherheitszertifizierung (z. B. ISO 27001, SOC 2 Typ 2) abgedeckt sind. Diese Zertifizierung kann entweder vom IT-Vertragspartner selbst gehalten werden, oder, wenn und soweit die IT-Produkte und -Leistungen cloud-basiert oder sonst outsourced bereitgestellt werden, von dem jeweiligen das Hosting oder den Betrieb des IT-Systems anbietenden Sub-Unternehmen.

Der IT-Vertragspartner muss Sartorius innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten der Vereinbarung eine Kopie des aktuellen Zertifikats inkl. der zugehörigen SOA (Statement of Applicability) vorlegen.

Der IT-Vertragspartner muss die Standards der nachgewiesenen Zertifizierungen während der gesamten Vertragslaufzeit kontinuierlich erfüllen und Sartorius unverzüglich über Änderungen des Zertifizierungsstatus (z. B. Aussetzung, Widerruf oder Ablauf) informieren.

Werden bei Audits oder Rezertifizierungen Verstöße festgestellt, muss der IT-Vertragspartner diese unverzüglich auf eigene Kosten beheben und Sartorius innerhalb von 30 Tagen nach

Feststellung der Verstöße einen schriftlichen Bericht über die Korrekturmaßnahmen vorlegen. Sofern während der Vertragslaufzeit die Zertifizierung von IT-Produkten und -Leistungen entfällt, kann Sartorius den Vertrag mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung kündigen.

## ii. Auditierungsrechte

Sartorius hat das Recht, auf seine Kosten und ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebes des IT-Vertragspartners zu prüfen, ob dieser seine Verpflichtungen aus diesem Vertragsverhältnis, einschließlich Sicherheitspraktiken, Datenschutzmaßnahmen und Service Level Agreements einhält. Die Audits können durch Sartorius oder einen von Sartorius beauftragten unabhängigen Dritten durchgeführt werden.

Sartorius muss den IT-Vertragspartner mindestens 30 Tage vor der Durchführung eines Audits schriftlich benachrichtigen. In dieser Ankündigung sind der Umfang, die Dauer und das Datum des Audits anzugeben.

Der IT-Vertragspartner muss im Rahmen des Audits während der üblichen Geschäftszeiten angemessenen Zugang zu den für die Erbringung der IT-Produkte und -Leistungen relevanten Bereichen, Systemen und Aufzeichnungen gewähren und bei der Prüfung uneingeschränkt kooperieren.

Jeder von Sartorius beauftragte externer Prüfer muss sich an die gleichen strengen Vertraulichkeitsverpflichtungen halten wie die in dieser Vereinbarung genannten. Die Informationen aus dem Audit dürfen nur zur Überprüfung der Einhaltung dieser Vereinbarung verwendet werden.

Werden im Rahmen eines Audit Verstöße oder Mängel festgestellt, muss der IT-Vertragspartners diese auf eigene Kosten beheben und innerhalb von 30 Tagen einen schriftlichen Bericht über Abhilfemaßnahmen vorlegen.

Audits können höchstens einmal pro Kalenderjahr durchgeführt werden, es sei denn, es gibt einen Sicherheitsvorfall, eine Datenverletzung oder ein anderes wichtiges Ereignis, das zusätzliche Audits erfordert.

## iii. Sicherheitsvorfälle

Der IT-Vertragspartner ist verpflichtet, Sartorius im Falle eines für Sartorius relevanten Sicherheitsvorfalls unverzüglich auf elektronischem Wege (per E-Mail an: [information.security@sartorius.com](mailto:information.security@sartorius.com)) zu informieren und ihn unaufgefordert, unverzüglich

und fortlaufend über die zur Aufklärung und Behebung des Vorfalls getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. Die Meldung muss insbesondere die folgenden Informationen erhalten: Art des Vorfalls, betroffenen Systeme, Zeitpunkt der Entdeckung, zu erwartende Auswirkung für Sartorius; Maßnahmen zur Behebung.

## d) Personaleinsatz

### i. Weisungen

Der IT-Vertragspartner erbringt seine Leistungen in selbständiger Verantwortung, wobei er sich seiner Mitarbeiter als Erfüllungsgehilfen bedient. Eingesetzte Mitarbeiter des IT-Vertragspartners organisieren die Leistungserbringung möglichst eigenverantwortlich. Sie unterliegen ausschließlich den Weisungen des IT-Vertragspartners. Ein Arbeitsverhältnis zwischen Sartorius und vom IT-Vertragspartner oder von Subunternehmern eingesetzten Mitarbeitern wird durch diesen Vertrag nicht begründet, auch wenn diese Mitarbeiter in den Räumen von Sartorius tätig werden. Hinsichtlich der vom IT-Vertragspartner oder von Subunternehmern als Erfüllungsgehilfen eingesetzten Mitarbeiter ist der IT-Vertragspartner für die Erfüllung aller gesetzlichen, behördlichen, sozialrechtlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen allein verantwortlich.

### ii. Eignung und Fluktuation

Der IT-Vertragspartner garantiert die Zuverlässigkeit und Eignung, insbesondere die zur Leistungserbringung notwendige fachliche Qualifikation, der für Sartorius eingesetzten Mitarbeiter. Wird ein für Sartorius zur Leistungserbringung eingesetzter Mitarbeiter durch einen anderen ersetzt, geht dessen Einarbeitung sowie die sonstigen durch den Wechsel entstehenden Kosten zu Lasten des IT-Vertragspartners.

### iii. Leistungserbringung

Die Art und Weise der Ausführung, den Umfang der Tätigkeit und Zeit und Ort der Leistungserbringung der IT-Produkte und -Leistungen bestimmt der IT-Vertragspartner nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Belange von Sartorius nach Maßgabe der folgenden Bedingungen: Die Mitarbeiter des IT-Vertragspartners erbringen die IT-Produkte und -Leistungen grundsätzlich in den Räumlichkeiten des IT-Vertragspartners am Standort ihrer regelmäßigen Arbeitsstätte („off-site“), sofern und soweit die Vertragsparteien nicht Abweichendes



vereinbaren. Soweit erforderlich, hat der IT-Vertragspartner das Recht, die Leistungen vor Ort bei Sartorius zu erbringen. Die Mitarbeiter des IT-Vertragspartners arbeiten – sofern nicht anderweitig vereinbart, zur termingerechten Einhaltung sogenannter Meilensteine oder im Falle einer agilen Projektumsetzung zur termingerechten Erfüllung der individuell vereinbarten Anforderungen für den jeweiligen Sprint erforderlich – zwischen 8:00 und 18:00 Uhr („Geschäftszeit“) jeweils acht (8) Stunden je Arbeitstag (Montag bis Freitag). Es gelten die bundesweiten Feiertage und landesspezifischen Feiertage am vereinbarten Ort der jeweiligen Leistungserbringung. Falls Wochenendarbeit notwendig werden sollte, werden die Vertragsparteien entsprechende Konditionen hierfür gesondert vereinbaren.

e) Subunternehmen

Jede nachgelagerte Einschaltung von Subunternehmern (etwa Unterauftragsnehmer oder freier Mitarbeiter) zur Leistungserbringung der IT-Produkte und -Leistungen durch den IT-Vertragspartner bedarf der vorherigen Zustimmung durch Sartorius in Schrift- oder Textform. Sartorius wird der Einschaltung im Einzelfall nur widersprechen, wenn sachliche Gründe gegen den Einsatz eines Subunternehmers sprechen. Eine Unterbeauftragung innerhalb der Unternehmensgruppe des IT-Vertragspartners, d.h. an Verbundene Unternehmen des IT-Vertragspartners, ist Sartorius vorher anzuzeigen.

f) Rechte an Arbeitsergebnissen

Sartorius erhält für alle Arbeitsergebnisse, die im Rahmen einer Bestellung exklusiv für Sartorius erarbeitet werden, sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte. Dessen unbeschadet bleibt der IT-Vertragspartner jedoch Inhaber von allen urheberrechtlichen Nutzungsrechten und gewerblichen Schutzrechten insbesondere an Standardcodes („Source Code“), Standardberichten und sonstigen Standardprodukten, die ihm nachweislich bereits vor Abschluss eines Vertrages gehörten oder von ihm nachweislich unabhängig (d.h. insbesondere ohne Einbeziehung der durch Sartorius oder dessen Verbundene Unternehmen geleisteten Beistellungen) von und nicht in Verbindung mit den vereinbarten Leistungen entwickelt wurden (nachfolgend „IT-Vertragspartner-IP“). Sartorius erhält an solcher IT-Vertragspartner-IP ein einfaches, zeitlich unbeschränktes, nicht exklusives, an Verbundene Unternehmen von Sartorius

unterlizenzierbares Nutzungsrecht, sofern diese IT-Vertragspartner-IP Sartorius als Bestandteil von Arbeitsergebnissen überlassen wird.

Sämtliche Rechte an möglichen Beistellungen durch Sartorius oder dessen Verbundener Unternehmen, einschließlich Materialien, Informationen und Daten, werden dem IT-Vertragspartner nur für die Dauer der Leistungserbringung der IT-Produkte und -Leistungen sowie zweckgebunden bereitgestellt und sind Sartorius oder dessen verbundenem Unternehmen nach Abschluss der Leistungserbringung zurückzugeben oder in Abstimmung mit diesem ordnungsgemäß zu vernichten.

g) Rechnungstellung und Fälligkeit

Soweit individuell in der Bestellung nichts anderes vereinbart ist, gelten folgende Bedingungen: (i) die Rechnungsstellung erfolgt bei Dienst- und Beratungsleistungen monatlich und bei Werkleistungen nach erfolgter (Teil-)Abnahme der (Teil-)Leistungen (Meilensteine bei Festaufträgen); (ii) für Software und Hardware erfolgt die Rechnungsstellung jeweils mit Überlassung, wobei bei mietweiser Überlassung eine jährliche Rechnungsstellung jeweils zum Laufzeitbeginn eines Vertragsjahres gilt; (iii) Rechnungen sind jeweils innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der Rechnung unter der Voraussetzung fällig, dass sie die Sartorius-Bestellnummer enthalten, ordnungsgemäß adressiert sind und die einzelnen Rechnungsposten hinreichend genau bezeichnen (iv) alle Rechnungen sind in digitaler Form zu stellen an E-Mail: [Accounting.GO@Sartorius.com](mailto:Accounting.GO@Sartorius.com) (Sartorius Corporate Administration GmbH, Otto-Brenner-Str, 20, 37079 Goettingen, Germany). Zur Klarstellung: Die Leistung einer Zahlung gilt nicht als konkludente Abnahme einer Leistung und Anerkennung der Rechnung.

h) Reisekosten

Sollte abweichend von Ziffer 25 d) (iii) im Einzelfall eine Zusammenarbeit an Sartorius Standorten erforderlich sein, so werden Umfang und Reisekosten im Vorfeld zwischen den Projektverantwortlichen beider Parteien schriftlich vereinbart. Reisekosten, Reisezeiten und Spesen werden mit einem Pauschalbetrag je Kalendertag pro Person vereinbart. Die vereinbarte Pauschale beträgt 210,- Euro je Person und je Kalendertag für Arbeiten des Auftragnehmers an den Standorten von Sartorius in Deutschland. Erfolgt eine Anreise am Vortag, wird eine halbe Pauschale für diesen Tag vereinbart.

i) Re-Transition

Der IT-Vertragspartner wird alle Unterstützung leisten, die Sartorius im angemessenen Rahmen verlangt, um einen nahtlosen Übergang der IT-Produkte und -Leistungen oder Teilen davon, wie von Sartorius bestimmt, zu einem Nachfolger zu planen und zu erreichen („Re-Transition“). Entsprechende Unterstützungsleistungen zur Re-Transition umfassen nach Anforderung von Sartorius insbesondere folgende Punkte:

- Angemessene Unterstützung von Sartorius durch den IT-Vertragspartner bei der Vorbereitung einer Ausschreibung für die beendeten Leistungen;
- Unterstützung von Sartorius und des Nachfolgers bei der Planung und Durchführung der ordnungsgemäßen Übertragung der beendeten Leistungen, insbesondere durch Zusammenarbeit mit Sartorius, einem potenziellen Nachfolger und von ihr benannten Dritten, bei der Ausarbeitung eines Plans für den Übergang der beendeten Leistungen;
- Erbringung weiterer Leistungen, die im angemessenen Rahmen notwendig sind, um den Übergang der beendeten Leistungen zum Nachfolger zu erreichen;
- Übergabe aller Unterlagen, Daten, Informationen und sonstigen Gegenständen, die sich im Besitz des IT-Vertragspartners oder eines seiner Unterauftragnehmer befinden, und die im Eigentum von Sartorius, deren Verbundener Unternehmen oder Partner stehen, insbesondere Arbeitsergebnisse (gegebenenfalls in einem elektronischen Format, auf das der Nachfolger mit seinen Standardwerkzeugen zugreifen und lesen kann);
- Schulung des Personals von Sartorius oder seines Nachfolgers in der Verwendung der zu überführenden Software oder Prozesse;
- Übergabe von Kopien von kundenspezifischen Handbüchern und anderen kundenspezifischen Dokumentationen (einschließlich Handbücher, Geräte- und Softwareinventare, Konfigurationsinformationen und andere technische Dokumentationen), die sich im Besitz oder unter der Kontrolle des IT-Vertragspartners befinden und die für die weitere Erbringung der Leistungen durch Sartorius oder seinen Nachfolger erforderlich sind, soweit dies von den jeweiligen Anbietern genehmigt wurde.

Außer im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund durch Sartorius, kann der IT-Vertragspartner für die Leistungen gemäß vorstehender Gliederungspunkte 1-3 eine zusätzliche Vergütung (ggfs. auf der Grundlage bereits vereinbarter Tages- oder Stundensätze) nach Maßgabe einer gesonderten Vereinbarung verlangen, sofern diese Leistungen nicht bereits Bestandteil der laufenden Leistungserbringung sind oder auf diese angerechnet werden können.

j) Open Source

Der IT-Vertragspartner verpflichtet sich, Sartorius über die Verwendung von Open Source in den IT-Produkten und -Leistungen rechtzeitig vor Leistungserbringung in Textform zu unterrichten. Dessen unbeschadet sind Open-Source-Bestandteile sowie die für sie jeweils geltenden Lizenzbestimmungen, soweit bereits zum Abschlusszeitpunkt des Vertrages bekannt, in der Leistungsbeschreibung zu spezifizieren. Sartorius hat das Recht einer Verwendung von Open-Source-Software zu widersprechen. Unterlässt der IT-Vertragspartner diese Information, hat Sartorius das Recht von dem betroffenen Vertrag zurückzutreten; in einem solchen Fall gelten die Freistellungspflichten gem. Ziff. 16 entsprechend.

k) Für Bestellungen gem. Ziffer 1b) und 1c) werden nachstehende Regelung wie folgt angepasst:

In Ziff. 19 lit. b) enthaltene Regelung wird aufgehoben und durch nachstehende Regelung ersetzt:

Jede ordentliche Kündigung durch Sartorius hat mit einer Frist von zwei (2) Monaten zu erfolgen. Sartorius ist jederzeit berechtigt, mit dieser zweimonatigen Kündigungsfrist die Bestellung ganz oder teilweise durch Mitteilung an den IT-Vertragspartner zu kündigen. Der IT-Vertragspartner ist (unbeschadet etwaiger Re-Transitionsleistungen) verpflichtet, alle Leistungen zum Ablauf der Kündigungsfrist einzustellen, soweit nicht in der Kündigungserklärung anderes vorgesehen ist. Sartorius ist verpflichtet, dem IT-Vertragspartner (zur vollständigen und endgültigen Abgeltung aller Ansprüche, die der IT-Vertragspartner aufgrund der Kündigung gegen Sartorius hat) alle bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zufriedenstellend erbrachten Leistungen zu bezahlen. Die Kündigungsfrist für eine ordentliche Kündigung durch den IT-Vertragspartner beträgt sechs (6) Monate zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit.

Dessen unbeschadet kann Sartorius mit einer Frist von einer (1) Woche, gleich aus welchem Grund, eine sofortige Einstellung von sog. Professional Services verlangen. In diesem Fall hat der IT-Vertragspartner Anspruch auf eine anteilige Vergütung für bereits geplante und nicht in Anspruch genommene oder abgenommene Leistungen über den Zeitraum von zehn (10) Werktagen nach Einstellung der Leistungen. Darüberhinausgehende Erfüllungs- oder Kompensationsansprüche bestehen nicht.

Im Falle einer Vertragsbeendigung sind sämtliche Informationen und Daten zurückzuübertragen. Ziffer 25 lit. a) gilt entsprechend.

- l) Im Hinblick auf Gewährleistungen für IT-Produkte und -Leistungen gilt Ziffer 15 entsprechend.
- m) Im Falle von Widersprüchen der Ziffern 1 - 24 und Ziffer 25 geht die Ziffer 25 vor.