

## NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIGITALE PLATTFORMEN

DURCH ANKLICKEN DER SCHALTFLÄCHE „AKZEPTIEREN“ UND/ODER DURCH DEN ZUGRIFF AUF DIE DIGITALEN PLATTFORMEN UND/ODER DURCH DIE NUTZUNG ODER FORTGEFÜHRTE NUTZUNG DER DIGITALEN PLATTFORMEN (JE NACH FALL) ERKLÄREN SIE, DER „NUTZER“, SICH DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN UND DER SARTORIUS CORPORATE ADMINISTRATION GMBH (SARTORIUS) ZU UNTERWERFEN UND DIESE EINZUHALTEN. WENN SIE DIESEN BEDINGUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, MÜSSEN SIE DEN ZUGRIFF AUF DIE DIGITALEN PLATTFORMEN ODER VERWENDUNG JEDLICHER MATERIALIEN UNVERZÜGLICH EINSTELLEN UND DÜRFEN KEINE SARTORIUS-ID ERSTELLEN. DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN KÖNNEN SICH ÄNDERN. WIR EMPFEHLEN IHNEN DAHER, DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN REGELMÄSSIG ZU LESEN. BEI FORTGESETZTER NUTZUNG DER DIGITALEN PLATTFORMEN NACH VERÖFFENTLICHUNG DER ÄNDERUNGEN ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN GEÄNDERTEN BESTIMMUNGEN EINVERSTANDEN.

### 1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Sofern in dieser Vereinbarung verwendet, haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung:

- 1.1. **„Vereinbarung“** bezeichnet diese Nutzungsbedingungen für Digitale Plattformen, die zwischen Sartorius und dem Nutzer gelten.
- 1.2. **„Verbundenes Unternehmen“** bezeichnet jede natürliche oder juristische Person, die direkt oder indirekt (i) eine Partei dieser Vereinbarung kontrolliert, (ii) von einer solchen Partei kontrolliert wird oder (iii) mit einer solchen Partei unter gemeinsamer Kontrolle steht. Für die Zwecke dieser Definition bedeutet „Kontrolle“ das direkte oder indirekte Eigentum an mehr als fünfzig Prozent (50 %) der ausstehenden Stimmrechte oder das Recht, die politischen Entscheidungen der jeweiligen juristischen Person zu kontrollieren. Die Verbundenen Unternehmen des Nutzers gelten im Rahmen dieser Vereinbarung als Dritte.
- 1.3. **„DAM Media Center“** bezeichnet das Digital Asset Management-System von Sartorius (verfügbar unter <https://dam-system.sartorius.com>, <https://media.dam.sartorius.com/login> oder einer Nachfolge-URL) einschließlich aller Unterseiten, aller Versionen und Aktualisierungen der vorgenannten Elemente, die Sartorius dem Nutzer von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellt.
- 1.4. **„Digitale Plattformen“** bezeichnet zusammenfassend die Website, das Portal, das DAM Media Center, Event Plattform und den E-Shop.
- 1.5. **„Datum des Inkrafttretens“** bezeichnet den früheren der folgenden Zeitpunkte: (i) das Datum, an dem der Nutzer zum ersten Mal auf die Digitalen Plattformen zugegriffen oder diese genutzt hat, oder (ii) das Datum, an dem der Nutzer diese Vereinbarung ausdrücklich oder durch sein Verhalten stillschweigend akzeptiert hat.

- 1.6. **„Event Plattform“** bezeichnet die webbasierten Event-, Konferenz-, Schulungs- und Webinar-Plattformen von Sartorius, einschließlich Plattformen, die von Drittanbietern im Auftrag von Sartorius betrieben werden sowie einschließlich aller Unterseiten, aller Versionen und Aktualisierungen der vorgenannten Plattformen, die Sartorius dem Nutzer von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellt.
- 1.7. **„Event Services“** bezeichnet das Angebot digitaler Dienste von Sartorius über eine Event Plattform, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Event-Registrierung, Teilnehmerverwaltung, Zugriffsverwaltung, Kommunikationsdienste, Live-Streaming, Webinare, virtuelle Veranstaltungen, Schulungen, herunterladbare Materialien, Networking-Funktionen, Umfragen, Zertifizierungen und damit verbundene Event-Support-Dienste.
- 1.8. **„E-Shop“** bezeichnet den Online-Shop von Sartorius (verfügbar unter [shop.sartorius.com](https://shop.sartorius.com) oder einer Nachfolge-URL) einschließlich aller Unterseiten, aller Versionen und Aktualisierungen der vorgenannten Elemente, die Sartorius dem Nutzer von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellt.
- 1.9. **„Einzelner Nutzer“** bezeichnet die einzelne natürliche Person, die die Digitalen Plattformen nutzt oder auf diese zugreift, einschließlich der Fälle, in denen diese einzelne natürliche Person die Digitalen Plattformen durch automatisierte Mittel wie den Betrieb eines Webcrawlers nutzt oder auf diese zugreift.
- 1.10. **„Material“** bezeichnet ohne Einschränkung alle Inhalte, die auf den Digitalen Plattformen enthalten sind oder über diese verfügbar gemacht werden, wie beispielsweise Informationen, Texte, Grafiken, Bilder, Dokumente, Dateien, Software oder andere Daten.
- 1.11. **„Portal“** bezeichnet das webbasierte Kundenportal von Sartorius (verfügbar unter [my.sartorius.com](https://my.sartorius.com) oder einer Nachfolge-URL) einschließlich aller Unterseiten, aller Versionen und Aktualisierungen der vorgenannten Elemente, die Sartorius dem Nutzer von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellt.
- 1.12. **„Hauptnutzer“** bezeichnet jedes Unternehmen, jede Gesellschaft, Personengesellschaft, Treuhandgesellschaft, staatliche Einrichtung oder sonstige natürliche oder juristische Person, die der Einzelne Nutzer bei der Nutzung oder dem Zugriff auf die Digitalen Plattformen gemäß dieser Vereinbarung vertritt oder in deren Namen handelt.
- 1.13. **„Sartorius“** bezeichnet die Sartorius Corporate Administration GmbH, eine nach deutschem Recht ordnungsgemäß gegründete und organisierte Gesellschaft mit Hauptsitz in der Otto-Brenner-Straße 20, 37079 Göttingen, Deutschland.
- 1.14. **„Sartorius-ID“** bezeichnet das von Sartorius ausgestellte Benutzerkonto, mit dem sich der Benutzer bei den Digitalen Plattformen anmelden und auf bestimmte Dienste und Materialien zugreifen sowie über den E-Shop Einkäufe tätigen kann.

- 1.15. „**Dienste**“ bezeichnet das Angebot digitaler Dienste von Sartorius über die Digitalen Plattformen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nutzung, Verbreitung, Präsentation, das Herunterladen oder Hochladen von Materialien über oder auf den Digitalen Plattformen, die Übermittlung von Bestellungen, Anfragen und Mitteilungen der Nutzer über den E-Shop, die Abwicklung von Transaktionen im Zusammenhang mit dem E-Shop sowie die Speicherung und Verarbeitung von Nutzerinformationen in Verbindung mit dem Sartorius-ID-Konto des Nutzers.
- 1.16. „**Nutzer**“ bezeichnet gesamtheitlich jeden Einzelnen Nutzer und alle Hauptnutzer.
- 1.17. „**Website**“ bezeichnet die öffentlich zugängliche Website von Sartorius (unter [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com) oder einer Nachfolge-URL), einschließlich aller Unterseiten, aller Versionen und Aktualisierungen der vorgenannten Website, die Sartorius dem Nutzer von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellt.

## 2. ANNAHME DER VERTRAGSBEDINGUNGEN

- 2.1. Indem der Einzelne Nutzer auf die Digitalen Plattformen zugreift, erklärt er sich mit den in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen im eigenen Namen und im Namen des Hauptnutzers einverstanden und akzeptiert diese. Der Einzelne Nutzer versichert und garantiert, dass er ordnungsgemäß autorisiert ist, den Hauptnutzer bei der Nutzung, dem Zugriff oder der Durchführung von Transaktionen über die Digitalen Plattformen rechtlich zu verpflichten und in seinem Namen zu handeln. Der Hauptnutzer bezeichnet die mit den Unternehmensdaten (Firmenname, Anschrift, Registrierungsnummer, Steuernummer usw.) verbundene juristische Person, die der Einzelne Nutzer bei der Registrierung für eine Sartorius-ID angibt. Wenn der Hauptnutzer anhand der vom Einzelnen Nutzer angegebenen Informationen nicht identifiziert werden kann oder der Einzelne Nutzer sich nicht für eine Sartorius-ID registriert hat, ist der Hauptnutzer der Arbeitgeber, Auftraggeber, Kunden oder eine andere Person oder Organisation, für die der Einzelne Nutzer bei der Nutzung der Digitalen Plattformen handelt.
- 2.2. **Materialien und Dienste von Dritten.** Einige über das Portal angebotene oder verfügbare Materialien oder Dienste können ganz oder teilweise von einem Dritten oder einem verbundenen Unternehmen von Sartorius bereitgestellt werden. Für solche Materialien oder Dienste ist möglicherweise eine separate Vereinbarung zwischen dem Nutzer und dem/den Anbieter(n) erforderlich, z. B. zusätzliche Softwarelizenzbedingungen oder eine Endnutzerlizenzvereinbarung. Sartorius lehnt jede Verantwortung ab und der Nutzer verzichtet auf jegliche Ansprüche gegenüber Sartorius, die sich aus der Verfügbarkeit, Funktionalität, den Nutzungsbedingungen und/oder der Datenverarbeitung von oder im Zusammenhang mit Materialien oder Diensten von Drittanbietern ergeben.
- 2.3. **Produkte oder Dienste, die nicht unter diese Vereinbarung fallen.** Diese Vereinbarung gilt ausschließlich für die Digitalen Plattformen, einschließlich aller Dienste oder Materialien, die in Verbindung mit den Digitalen Plattform bereitgestellt werden oder zugänglich sind. Zur Klarstellung: Diese Vereinbarung gilt nicht für:

**2.3.1.** die Nutzung oder den Zugriff des Nutzers auf das Umetrics® Ecosystem von Sartorius oder seinen verbundenen Unternehmen, <https://umetrics.studio>. Wenn der Nutzer das Umetrics® Ecosystem nutzt oder darauf zugreift, gelten die jeweiligen Umetrics® Ecosystem Nutzungsbedingungen.

**2.3.2.** die Nutzung oder der Zugriff des Nutzers auf Materialien, Produkte oder Dienste, die über Links auf den Digitalen Plattformen verfügbar sind, aber zu Websites außerhalb der Digitalen Plattformen führen.

### 3. GENEHMIGUNG ZUR NUTZUNG UND ZUM ZUGRIFF AUF DIE DIGITALEN PLATTFORMEN

**3.1.** Vorbehaltlich der Zustimmung des Nutzers zu den Vertragsbedingungen und Einschränkungen dieser Vereinbarung sowie deren Einhaltung gewährt Sartorius oder seine Inhaltslizenzgeber dem Nutzer hiermit ein widerrufliches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht auf Zugriff und Nutzung der Website sowie derjenigen Teile des E-Shops, die ohne Anmeldung mit einer Sartorius-ID zugänglich sind.

**3.2.** Wenn der Nutzer sich registriert und eine Sartorius-ID erhalten hat, gewährt Sartorius dem Nutzer vorbehaltlich der Vertragsbedingungen und Einschränkungen dieser Vereinbarung ein widerrufliches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht auf Zugang und Nutzung der Teile des Portals, des DAM Media Centers, Event Plattform und des E-Shops, auf die der Nutzer zugreifen kann, während er mit seiner Sartorius-ID angemeldet ist. Der Zugriff auf bestimmte Dienste, einschließlich Event Plattform, kann unter Umständen veranstaltungsspezifischen Anmeldedaten anstelle einer Sartorius ID erfordern.

**3.3.** Sartorius kann das Recht des Nutzers auf Zugang und Nutzung der Digitalen Plattformen oder eines Teils davon jederzeit aus beliebigen Gründen mit oder ohne Benachrichtigung des Nutzers nach eigenem Ermessen widerrufen. Sartorius kann die Sartorius-ID des Nutzers deaktivieren, die IP-Adresse des Nutzers für den Zugriff auf die Digitalen Plattformen sperren oder andere Maßnahmen ergreifen, um dem Nutzer den Zugriff auf die Digitalen Plattformen zu verweigern, was den Widerruf des Rechts des Nutzers auf Nutzung und Zugriff auf die Digitalen Plattformen oder Teile davon durch Sartorius darstellt.

### 4. COOKIES UND DATENSCHUTZ

**4.1. Cookies.** Mit dem Zugriff auf die Digitalen Plattformen erklärt sich der Nutzer mit der Cookie-Richtlinie von Sartorius (abrufbar unter: <https://www.sartorius.com/en/cookie-notice>) einverstanden, die die Verwendung von Cookies und anderer Tracking-Software auf den Digitalen Plattformen durch Sartorius regelt. Sartorius kann seine Cookie-Richtlinie jederzeit aktualisieren oder ändern. Solche Aktualisierungen oder Änderungen treten mit ihrer Veröffentlichung auf den Digitalen Plattformen oder gemäß den geltenden Gesetzen in Kraft. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, die Cookie-Richtlinie regelmäßig auf Aktualisierungen oder Änderungen zu überprüfen.

- 4.2. Datenschutzerklärung der Website.** Sartorius erhebt, verwendet, gibt weiter und speichert Informationen, die Sartorius durch den Zugriff und die Nutzung der Website durch den Nutzer erhält, einschließlich der personenbezogenen Daten des Nutzers, in Übereinstimmung mit seiner Datenschutzerklärung für die Website (abrufbar unter: <https://www.sartorius.com/en/privacy-notices>). Sartorius kann seine Datenschutzerklärung für die Website jederzeit aktualisieren oder ändern. Solche Aktualisierungen oder Änderungen treten mit ihrer Veröffentlichung auf der Website oder gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in Kraft. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, die Datenschutzerklärung der Website regelmäßig auf Aktualisierungen oder Änderungen zu überprüfen.
- 4.3. Datenschutzerklärung für das Portal.** Sartorius erhebt, nutzt, gibt weiter und speichert Informationen, die Sartorius durch den Zugriff und die Nutzung des Portals und des E-Shops durch den Nutzer erhält, einschließlich der personenbezogenen Daten des Nutzers, gemäß seiner Datenschutzerklärung für das Portal (abrufbar unter: <https://my.sartorius.com/data-privacy>). Sartorius kann seine Datenschutzerklärung für das Portal jederzeit aktualisieren oder ändern. Solche Aktualisierungen oder Änderungen treten mit ihrer Veröffentlichung auf der Website oder gemäß den geltenden Gesetzen in Kraft. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, die Datenschutzerklärung für das Portal regelmäßig auf Aktualisierungen oder Änderungen zu überprüfen.

## 5. NUTZUNG VON MATERIAL UND MARKEN

- 5.1.** Das Material ist Eigentum von Sartorius, seinen verbundenen Unternehmen oder Inhaltslizenzgebern und durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze geschützt. Sofern nicht ausdrücklich von Sartorius gestattet, darf der Nutzer das Material nur für interne Geschäftszwecke des Hauptnutzers im Zusammenhang mit der Bewertung oder Nutzung der Produkte und Diensten von Sartorius verwenden. Der Nutzer darf das Material ohne die schriftliche Zustimmung von Sartorius, in der der Umfang der zulässigen Nutzung, Veröffentlichung und/oder Verbreitung angegeben ist, nicht verwenden, veröffentlichen und/oder verbreiten. Sofern mit Sartorius nichts anderes schriftlich vereinbart ist, darf das vom Nutzer zum Download verfügbare Material nicht an Dritte weitergegeben werden und darf vom Nutzer nur für interne Geschäftszwecke verwendet werden. Der Nutzer darf das Material nicht für kommerzielle Zwecke verwenden, einschließlich des Verkaufs oder der Lizenzierung des Materials an Dritte, weder ganz noch teilweise.
- 5.2.** Grafiken, Logos, Seitenüberschriften- und kopfzeilen, Schaltflächensymbole, Skripte, Produktnamen und Dienstnamen, die in den Digitalen Plattformen enthalten sind oder über diese verfügbar gemacht werden, sind Marken oder Handelsaufmachungen von Sartorius, seinen verbundenen Unternehmen oder seinen Lizenzgebern. Die Marken und Handelsaufmachungen von Sartorius, seinen verbundenen Unternehmen oder seinen Lizenzgebern dürfen nicht in Verbindung mit Produkten oder Dienstleistungen verwendet werden, die nicht von Sartorius bereitgestellt werden, wenn dies zu Verwechslungen bei

Kunden führen könnte oder Sartorius oder seine verbundenen Unternehmen herabwürdigt oder diskreditiert. Der Nutzer darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Sartorius keine Meta-Tags oder anderen „hidden text“ verwenden, der den Namen oder die Marken von Sartorius, seinen verbundenen Unternehmen oder seinen Lizenzgebern enthält.

- 5.3. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, stellt das auf den Digitalen Plattformen angebotene Material kein Angebot oder eine Aufforderung zum Abschluss von Geschäften in irgendeiner Rechtsordnung dar.

## 6. NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

**Keine Änderungen, Reverse Engineering.** Sofern nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung gestattet, ist es dem Nutzer untersagt (und er darf Dritten nicht gestatten), (i) Teile der Digitalen Plattformen oder Materialien zu verändern, zu portieren, anzupassen oder zu übersetzen; oder (ii) die Digitalen Plattformen, Dienste oder Materialien rückentwickeln („revers engineer“) (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Überwachung oder Verfolgung der Ein- und Ausgänge eines Systems oder einer Anwendung, um dieses System nachzubilden), dekompile, disassemblieren oder auf andere Weise versuchen, den Quellcode, die Datendarstellungen oder die zugrunde liegenden Algorithmen, Prozesse, Methoden und andere Teile dieser Digitalen Plattformen, Dienste oder Materialien zu entdecken. Wenn die Gesetze der Gerichtsbarkeit des Nutzers dem Nutzer das Recht einräumen, die Digitalen Plattformen oder Dienste zu dekompile, um Informationen zu erhalten, die erforderlich sind, um die lizenzierten Teile der Digitalen Plattformen oder Dienste mit anderer Software interoperabel zu machen, muss der Nutzer diese Informationen zunächst bei Sartorius anfordern. Sartorius kann nach eigenem Ermessen entweder diese Informationen dem Nutzer zur Verfügung stellen oder dem Nutzer angemessene Bedingungen, einschließlich einer angemessenen Gebühr, für die Dekompilierung der Digitalen Plattformen oder Dienste auferlegen, um sicherzustellen, dass die Eigentumsrechte von Sartorius und den Lizenzgebern und Lieferanten von Sartorius an den Digitalen Plattformen oder Materialien geschützt sind.

**Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen** Der Nutzer darf die Digitalen Plattformen oder Dienste oder Inhalte, Daten, Ergebnisse oder andere Informationen, die er von den Digitalen Plattformen oder Diensten erhalten oder abgeleitet hat, nicht dazu verwenden (und darf auch Dritten nicht gestatten) um direkt oder indirekt Algorithmen für maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz zu erstellen, zu trainieren, zu testen oder anderweitig zu verbessern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Architekturen, Modelle oder Gewichte.

- 6.1. **Kein automatisierter Zugriff und kein Web-Scraping.** Sofern in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich anders angegeben, darf der Nutzer die Digitalen Plattformen nur über einen Standard-Webbrowser nutzen und darauf zugreifen und darf keine automatisierten Skripte, Roboter, Spider, Scraper, Browser-Plug-ins oder andere automatisierte Mittel oder Dienste verwenden, um Informationen oder Materialien von den Digitalen Plattformen zu scrapen, abzuleiten oder herunterzuladen. Der Nutzer darf jedoch einen Crawler zum Crawlen der



Digitalen Plattformen ausschließlich in dem Umfang verwenden, der durch das robots.txt-Protokoll der Digitalen Plattformen gestattet ist, sofern der Nutzer alle sonstigen Bestimmungen dieser Vereinbarung einhält. Sartorius kann Crawler nach eigenem Ermessen blockieren.

**6.2. Sicherheit.** Der Nutzer darf keine Sicherheitsfunktionen der Digitalen Plattformen oder Materialien manipulieren oder umgehen (und darf dies auch Dritten nicht gestatten oder sie dazu ermutigen) und nicht versuchen, sich unbefugten Zugang zu nicht öffentlichen oder nicht lizenzierten Teilen der Digitalen Plattformen zu verschaffen. Der Nutzer darf keiner anderen Person den Zugriff auf die Digitalen Plattformen gestatten und nicht zulassen, dass die Digitalen Plattformen ganz oder teilweise mit anderen Programmen oder Anwendungen kombiniert oder in diese integriert werden. Der Nutzer darf keine Daten, Datendateien oder Links auf die Digitalen Plattformen hochladen oder von diesen übertragen, die Malware, Viren, Trojaner, Würmer, Keylogger oder andere schädliche oder nicht autorisierte Komponenten enthalten oder zu diesen weiterleiten. Der Nutzer darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Sartorius seine Sartorius-ID, den Zugang zu oder die Nutzung der Digitalen Plattformen, Materialien oder über die Digitalen Plattformen bereitgestellten Dienste weder ganz noch teilweise verpfänden, abtreten, unterlizenzieren, vermieten, teilen in Sinne von „time share“ oder anderweitig übertragen.

**6.3. Keine rechtswidrige oder illegale Nutzung.** Der Nutzer darf die Digitalen Plattformen oder Materialien nicht in einer Weise nutzen (und darf auch Dritten dies nicht gestatten oder dazu ermutigen), die (i) Rechte von Sartorius, seinen verbundenen Unternehmen oder Lizenzgebern oder Dritten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenschutzrechte, Urheberrechte und/oder andere Rechte an geistigem Eigentum) verletzt oder (ii) gegen geltende Gesetze und Vorschriften verstößt.

**6.4. Keine unanständigen oder illegalen Inhalte.** Der Nutzer darf keine rechtswidrigen, unanständigen, bedrohlichen, verleumderischen, diffamierenden, obszönen, skandalösen, aufrührerische, pornografische oder profane Inhalte oder Inhalte, die zu Rassenhass aufstacheln oder gegen die Vertraulichkeit oder Privatsphäre verstoßen oder für die der Nutzer nicht alle erforderlichen Lizenzen und/oder Genehmigungen eingeholt hat, oder Inhalte, die ein Verhalten darstellen oder fördern könnten, das als Straftat angesehen werden könnte, zu zivilrechtlicher Haftung führen könnte oder anderweitig gegen Gesetze oder Vorschriften des Nutzers oder dieser Vereinbarung verstößt oder die Rechte Dritter verletzt.

## 7. REGISTRIERUNG IHRER SARTORIUS-ID

**7.1.** Für den Zugriff auf den E-Shop, das DAM Media Center oder das Portal muss sich der Nutzer für eine Sartorius-ID registrieren. Um sich für eine Sartorius-ID zu registrieren, muss der Nutzer die erforderlichen (Text-)Felder mit den relevanten, zutreffenden und korrekten Informationen ausfüllen und ein Passwort festlegen. Als alternative Anmeldemöglichkeit für die Sartorius-ID des Nutzers kann Sartorius dem Nutzer neben Benutzernamen und Passwort die Nutzung der Single-Sign-On-Funktion anbieten. Diese Anmeldemethode gilt für die

Zwecke dieser Vereinbarung als Sartorius-ID des Nutzers. Der Nutzer garantiert, dass alle bei der Registrierung angegebenen Informationen vollständig und richtig sind.

- 7.2. Der Nutzer ist für den Schutz seiner Sartorius-ID-Anmeldedaten vor unbefugtem Zugriff verantwortlich. Insbesondere muss der Nutzer das Passwort streng vertraulich behandeln und darf es nicht an Dritte weitergeben. Wenn das Passwort des Nutzers einem Dritten bekannt wird, muss der Nutzer das Passwort unverzüglich ändern. Der Nutzer stellt Sartorius von allen Ansprüchen oder Verlusten frei, die sich aus dem Versäumnis des Nutzers ergeben, angemessene Anstrengungen zum Schutz seiner Anmeldedaten zu unternehmen.
- 7.3. Der Nutzer kann jederzeit die Löschung oder Deaktivierung seiner Sartorius-ID beantragen. Mit der Löschung oder Deaktivierung erlischt die Lizenz des Nutzers zur Nutzung des E-Shops und des Portals sowie der Dienste und Materialien, für die eine Sartorius-ID erforderlich ist. Diese Vereinbarung regelt auch weiterhin den Zugang des Nutzers zur Website und deren Nutzung.

## 8. KÄUFE ÜBER DEN E-SHOP

- 8.1. Nutzer mit einer Sartorius-ID können im E-Shop im Namen des Hauptnutzers Waren und Services von Sartorius oder seinen verbundenen Unternehmen erwerben. Durch die Nutzung des E-Shops oder die Erstellung einer Sartorius-ID erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, dass jeder Kauf den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Waren und Services von Sartorius unterliegt, die für das Land oder die Region gelten, in dem der Hauptnutzer ansässig ist. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Sartorius für den Verkauf von Waren und Services können abgerufen werden unter: <https://www.sartorius.com/en/general-terms-and-conditions>.
- 8.2. Jeder Verkauf erfolgt zwischen dem Hauptnutzer und einem oder mehreren Sartorius-Vertragspartnern, die während der „Check-out“-Phase der Transaktion unter der Überschrift „Bestellübersicht“ aufgeführt sind. Wenn der Nutzer auf „Bestellung aufgeben“ klickt, wird die Bestellung des Nutzers vom E-Shop an den Sartorius-Vertragspartner übermittelt, der die entsprechende Ware oder den jeweiligen Service verkauft. Jedes verkaufende verbundene Unternehmen von Sartorius ist dann für die Überprüfung der Bestellung und die Ausstellung einer Auftragsbestätigung verantwortlich, um zu bestätigen, dass die Bestellung des Nutzers angenommen wurde.
- 8.3. Wenn der Nutzer über den E-Shop ein Angebot für den Kauf von Waren oder Services anfordert, wird die Angebotsanfrage an das Sartorius-Verbundene Unternehmen weitergeleitet, das die entsprechende Ware oder Services verkauft. Jedes Sartorius-Verbundene Unternehmen, das die Ware oder den Service verkauft, ist dann für die Prüfung der Anfrage und die Erstellung eines Angebots verantwortlich, welches im Bereich „Meine Angebote“ des Benutzerkontos verfügbar ist oder dem Benutzer unter den von ihm angegebenen Kontaktdaten zugesandt wird. Wenn der Nutzer auf ein über den E-Shop vorgelegtes Angebot auf „Annehmen“ klickt und damit seine Annahme des Angebots erklärt, wird die Annahme des Nutzers an das Sartorius-Verbundene Unternehmen



weitergeleitet, das die Ware oder den Service verkauft. Das Sartorius-Verbundene Unternehmen, das die Ware oder den Service verkauft, kann als Antwort auf die Annahme eine Auftragsbestätigung ausstellen.

- 8.4. Unabhängig davon, ob der Nutzer ein Angebot annimmt oder eine Bestellung über den E-Shop aufgibt, erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, dass der entsprechende rechtsverbindliche Vertrag über den Verkauf der Waren oder Services ausschließlich zwischen dem Hauptnutzer und dem/den Sartorius-Verbundene Unternehmen, das die Ware oder den Service verkauft/verkaufen, zustande kommt/kommen. Sartorius ist nicht Vertragspartei und nicht für die Kommunikation oder die Beilegung von Streitigkeiten im Namen des Sartorius-Verbundene Unternehmen verantwortlich, das die Ware oder den Service verkauft.

## 9. BEWERTUNGEN, KOMMENTARE UND ANDERE NUTZERGENERIERTE INHALTE

- 9.1. Der Nutzer kann Bewertungen, Kommentare, Fotos, Videos und andere Inhalte veröffentlichen und Vorschläge, Ideen, Kommentare, Fragen oder andere Informationen auf oder in Verbindung mit den Digitalen Plattformen übermitteln, sofern die Inhalte dieser Vereinbarung entsprechen und keine politischen Kampagnen, kommerzielle Werbung, Kettenbriefe, Massenmailings oder andere Formen von „Spam“ oder unaufgeforderten kommerziellen elektronischen Nachrichten enthalten. Der Nutzer darf keine falsche E-Mail-Adresse verwenden, sich als eine andere Person oder Organisation ausgeben oder auf andere Weise hinsichtlich der Herkunft einer Bewertung, eines Kommentars oder anderer Inhalte irreführende Angaben machen. Sartorius behält sich das Recht vor (ist jedoch nicht dazu verpflichtet), solche Inhalte zu entfernen oder zu bearbeiten, überprüft jedoch nicht regelmäßig die veröffentlichten Inhalte.
- 9.2. Wenn der Nutzer Bewertungen, Kommentare, Fotos, Videos oder andere Inhalte veröffentlicht oder Vorschläge, Ideen, Kommentare, Fragen oder andere Informationen übermittelt, und sofern dies nicht gegen geltendes Recht verstößt oder Sartorius schriftlich etwas anderes angibt, gewährt der Nutzer Sartorius und seinen verbundenen Unternehmen ein nicht exklusives, gebührenfreies, unbefristetes, unwiderrufliches und vollständig unterlizenzierbares Recht, diese Inhalte weltweit in allen Medien für Marketing-, Werbe-, Verkaufsförderungs-, interne Schulungs-, Produktentwicklungs- oder andere geschäftliche Zwecke von Sartorius oder seinen verbundenen Unternehmen zu nutzen, zu reproduzieren, zu modifizieren, anzupassen, zu veröffentlichen, aufzuführen, zu übersetzen, davon abgeleitete Werke zu erstellen, zu verbreiten und anzuzeigen. Der Nutzer gewährt Sartorius und seinen verbundenen Unternehmen das Recht, die Namen des einzelnen Nutzers und des Hauptnutzers, die der Nutzer im Zusammenhang mit diesen Inhalten übermittelt hat, zu verwenden. Der Nutzer versichert und garantiert, dass er alle Rechte an den von ihm geposteten Inhalten besitzt oder anderweitig kontrolliert, dass die Inhalte korrekt sind, dass er die Zustimmung zur Nutzung und Veröffentlichung dieser Inhalte von allen Personen eingeholt hat, deren personenbezogene Daten oder Abbildungen in diesen Inhalten erscheinen, dass die Nutzung der vom Nutzer bereitgestellten Inhalte nicht gegen diese

Vereinbarung verstößt und keine Personen oder Organisationen schädigt. Der Nutzer stellt Sartorius und seine verbundenen Unternehmen von allen Ansprüchen frei, die sich aus den vom Nutzer bereitgestellten Inhalten ergeben. Sartorius hat das Recht, aber nicht die Pflicht, Aktivitäten oder Inhalte zu überwachen, zu bearbeiten oder zu entfernen. Sartorius übernimmt keine Verantwortung und haftet nicht für Inhalte, die vom Nutzer oder Dritten veröffentlicht werden.

## **10. SARTORIUS GEWÄHRLEISTUNG**

SOFERN SARTORIUS NICHT IN EINER UNTERZEICHNETEN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNG ETWAS ANDERES VEREINBART HAT, STELLEN SARTORIUS UND SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN DIE DIGITALEN PLATTFORMEN, DIENSTE UND MATERIAL IM GRÖßTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG „WIE BESEHEN“ ODER „WIE BEREITGESTELLT“ UND MIT ALLEN FEHLERN ZUR VERFÜGUNG UND LEHNEN HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN AB, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, PFLICHTEN ODER BEDINGUNGEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DER ZUVERLÄSSIGKEIT ODER VERFÜGBARKEIT, DER GENAUIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON ANTWORTEN, DER ERGEBNISSE, DER FACHMÄNNISCHEN AUSFÜHRUNG, DER VIRENFREIHEIT UND DER SORGFALT SOWIE DIE BEREITSTELLUNG ODER NICHTBEREITSTELLUNG VON SUPPORT ODER ANDEREN DIENSTEN, INFORMATIONEN, SOFTWARE, MATERIALIEN UND DAMIT VERBUNDENEN INHALTEN ÜBER DIE DIGITALEN PLATTFORMEN ODER ANDERWEITIG, DIE SICH AUS DER NUTZUNG DER DIGITALEN PLATTFORMEN ERGEBEN.

## **11. HAFTUNG DES NUTZERS, FREISTELLUNG**

Der Nutzer stellt Sartorius, seine verbundenen Unternehmen und deren jeweilige Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Beauftragte (zusammenfassend als „freigestellte Parteien“ bezeichnet) von allen Ansprüchen, Verlusten (einschließlich entgangener Gewinne), Haftung und Aufwendungen (einschließlich angemessener Anwalts- und anderer Sachverständigenkosten und -aufwendungen), die gegen die freigestellten Parteien geltend gemacht werden oder ihnen entstehen aufgrund (i) einer unbefugten Nutzung der Digitalen Plattformen oder des Zugriffs darauf durch den Nutzer oder durch einen Dritten, der sich rechtmäßig oder unrechtmäßig Zugang zu den Digitalen Plattformen vom Nutzer verschafft hat, (ii) grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten des Nutzers oder (iii) einer wesentlichen Verletzung dieser Vereinbarung durch den Nutzer

## **12. HAFTUNG VON SARTORIUS**

Für die Haftung von Sartorius gemäß dieser Vereinbarung oder aufgrund oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Zugriff des Nutzers auf die Digitalen Plattformen, des Materials oder der Dienste gilt Folgendes:

- 12.1. SARTORIUS UND SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN HAFTEN IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN HÖCHSTMAß NICHT FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, FOLGE-, EXEMPLARISCHE ODER BESONDERE SCHÄDEN JEDLICHER ART, SEI ES AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, VERTRAG ODER ANDERWEITIG, ODER FÜR AUFTRAGSVERLUSTE, ENTGANGENE GEWINNE (UNABHÄNGIG DAVON, OB ENTGANGENE GEWINNE DIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN DARSTELLEN), DATENVERLUSTE, GESCHÄFTSVERLUSTEN, SELBST WENN SARTORIUS ODER SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. SARTORIUS UND SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN HAFTEN NICHT FÜR DIE RICHTIGE AUSWAHL DER PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN FÜR DEN IM EINZELFALL BEABSICHTIGTEN ZWECK ODER FÜR DIE RICHTIGE VERBINDUNG DIESER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN UNTEREINANDER ODER MIT GEGENSTÄNDEN DES NUTZERS.
- 12.2. SARTORIUS UND SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN HAFTEN GEMÄß DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN BEI VERLETZUNG WESENTLICHER VERTRAGSPFLICHTEN, D. H. SOLCHER PFLICHTEN, DIE EINE GEGENLEISTUNG DES NUTZERS ERFORDERN, DIE FÜR DEN SCHUTZ DES NUTZERS VON GRUNDLEGENDER BEDEUTUNG SIND ODER DEREN ERFÜLLUNG DIE ORDNUNGSGEMÄßE DURCHFÜHRUNG DIESER VEREINBARUNG VORAUSSETZT UND AUF DEREN EINHALTUNG DER NUTZER DAHER VERTRAUEN DARF. BEI VERLETZUNG SONSTIGER PFLICHTEN HAFTEN SARTORIUS UND SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN NACH DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN, WENN DIESE SONSTIGEN PFLICHTEN VON IHREN GESETZLICHEN VERTRETEREN ODER LEITENDEN ANGESTELLTEN VERLETZT WERDEN. BEI VERLETZUNG DIESER SONSTIGEN PFLICHTEN DURCH EINFACHE VERTRETER HAFTET SARTORIUS NUR BEI GROBER FAHRLÄSSIGKEIT UND VORSATZ. DAS GLEICHE GILT FÜR SCHADENSERSATZANSPRÜCHE AUS UNERLAUBTER HANDLUNG UND FÜR SCHADENSERSATZANSPRÜCHE WEGEN HANDLUNGEN VON ERFÜLLUNGSGEHILFEN VON SARTORIUS, DIE IM RAHMEN DER ERFÜLLUNG EINER VERPFLICHTUNG AUS DIESER VEREINBARUNG TÄTIG WERDEN. SARTORIUS HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE NICHT TYPISCHERWEISE MIT DIESER ART VON VERTRAG VERBUNDEN UND DAHER KAUM VORHERSEHBAR SIND. FÜR ANSPRÜCHE NACH DEM PRODUKTHAFTUNGSGESETZ GILT DIESES GESETZ UNEINGESCHRÄNKT.
- 12.3. SARTORIUS UND SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN HAFTEN NACH DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN FÜR SCHULDHAFT VERURSACHTE KÖRPERVERLETZUNGEN UND GEFAHREN FÜR LEBEN UND GESUNDHEIT ODER FÜR DEN VERLUST DES LEBENS.
- 12.4. Die Parteien erkennen an, dass die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse im Rahmen dieser Vereinbarung angemessen sind. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten zusätzlich zu etwaigen Beschränkungen

und Ausschlüssen, die in zusätzlichen Vereinbarungen oder Bedingungen enthalten sind, die für einzelne über die Digitalen Plattformen verfügbare Dienste gelten.

## 13. VERTRAULICHKEIT

13.1. Der Nutzer verpflichtet sich, alle Materialien, die als „vertraulich“ (oder ähnlich) gekennzeichnet sind und in den nicht öffentlich zugänglichen Bereichen der Digitalen Plattformen enthalten sind oder über diese abgerufen werden können (d. h. für die eine Anmeldung mit einer Sartorius-ID erforderlich ist) (im Folgenden zusammenfassend als „Vertrauliche Informationen“ bezeichnet), vertraulich zu behandeln und geheim zu halten. Der Nutzer wird die Vertraulichen Informationen streng vertraulich behandeln und sie wie seine eigenen vertraulichen Informationen behandeln. Der Nutzer wird die Vertraulichen Informationen ohne die schriftliche Zustimmung von Sartorius nicht offenlegen, mit der Ausnahme, dass der Nutzer Vertrauliche Informationen an seine Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren und professionellen Berater weitergeben darf, die vertraglich oder durch geltende berufsständische Normen verpflichtet sind, die Vertraulichkeit der Vertraulichen Informationen in im Wesentlichen dem gleichen Umfang zu wahren, wie dies in dieser Vereinbarung gefordert wird. Der Nutzer haftet für alle Verstöße gegen diesen Abschnitt durch seine Mitarbeiter, Beauftragten und Vertreter.

13.2. Ungeachtet des Vorstehenden umfassen Vertrauliche Informationen keine Informationen, die

13.2.1. die dem Nutzer bereits vor dem Datum des Inkrafttretens bekannt waren, was durch vorherige schriftliche Unterlagen des Nutzers nachgewiesen werden kann, und die nicht anderweitig der Geheimhaltungspflicht oder ähnlichen Beschränkungen unterliegen;

13.2.2. die ohne Verschulden des Nutzers öffentlich zugänglich sind oder werden;

13.2.3. die von einem Dritten erhalten wurden, der das Recht zur Weitergabe dieser Informationen hat; oder

13.2.4. die vom Nutzer aufgrund eines Rechtsverfahrens offengelegt werden müssen, vorausgesetzt, dass der Nutzer Sartorius unverzüglich über eine solche Aufforderung informiert und mit Sartorius bei der Beantragung einer Schutzanordnung in Bezug auf diese Informationen zusammenarbeitet.

## 14. LAUFZEIT, KÜNDIGUNG UND WIRKUNG DER KÜNDIGUNG

14.1. Diese Vereinbarung tritt am Tag des Inkrafttretens in Kraft und bleibt vorbehaltlich der fortgesetzten Einhaltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung durch den Nutzer bis zu ihrer Kündigung gemäß dieser Vereinbarung in Kraft.

14.2. Sartorius kann diese Vereinbarung aus beliebigem Grund oder ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung und mit oder ohne Benachrichtigung des Nutzers kündigen. Wenn Sartorius den Nutzer durch Sperrung seiner IP-Adresse(n) oder durch

andere technische Mittel vom Zugriff auf die Digitalen Plattformen ausschließt, gilt diese Vereinbarung als gekündigt und die Lizenz des Nutzers zum Zugriff auf die Digitalen Plattformen und zu deren Nutzung als widerrufen, ohne dass es einer schriftlichen Mitteilung bedarf.

- 14.3. Unmittelbar nach Beendigung dieser Vereinbarung hat der Nutzer auf Verlangen von Sartorius alle im Zusammenhang mit den Digitalen Plattformen bereitgestelltes Material an Sartorius zurückzugeben oder zu vernichten und Sartorius schriftlich zu bestätigen, dass dies geschehen ist. Zur Klarstellung: Die Verpflichtung zur Vernichtung oder Löschung gilt nicht, solange zwingende lokale Gesetze die Aufbewahrung des Materials vorschreiben.
- 14.4. Hat der Nutzer seine Sartorius-ID im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis erstellt, muss er diese Sartorius-ID bei Beendigung dieses Arbeitsverhältnisses löschen und gegebenenfalls eine neue Sartorius-ID erstellen.
- 14.5. Eine Beendigung dieser Vereinbarung (aus welchem Grund auch immer) hat keinen Einfluss auf die bis dahin entstandenen Rechte oder Pflichten der Parteien und steht dem Inkrafttreten oder der Fortgeltung von Bestimmungen dieser Vereinbarung, die ausdrücklich oder stillschweigend auf oder nach einer solchen Beendigung in Kraft treten oder fortbestehen sollen, nicht entgegen. Zur Klarstellung: Die Abschnitte 5 (Nutzung von Material und Marken), 6 (Nutzungsbeschränkungen), 9 (Bewertungen, Kommentare und andere nutzergenerierte Inhalte), 10 (Gewährleistung von Sartorius), 11 (Haftung des Nutzers, Freistellung), 12 (Haftung von Sartorius) und 13 (Vertraulichkeit) bleiben auch nach Beendigung oder Ablauf dieser Vereinbarung bestehen.

## 15. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 15.1. **Abtretung.** Der Nutzer ist nicht berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Sartorius ganz oder teilweise abzutreten, unterzulizenzieren oder anderweitig zu übertragen. Sartorius ist berechtigt, diese Vereinbarung und alle Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung abzutreten. Diese Vereinbarung ist für die Parteien und ihre zulässigen Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger verbindlich und wirkt zu ihren Gunsten. Die verbundenen Unternehmen von Sartorius sind Drittbegünstigte dieser Vereinbarung und können daher die Bestimmungen dieser Vereinbarung durchsetzen.
- 15.2. **Verzicht.** Das Versäumnis von Sartorius, auf der strikten Einhaltung einer Bestimmung dieser Vereinbarung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestehen, gilt nicht als Verzicht auf ein Recht aus dieser Vereinbarung und entbindet Sartorius nicht von seinem Recht, zu einem anderen Zeitpunkt auf der strikten Einhaltung dieser Bestimmung oder einer anderen Bestimmung dieser Vereinbarung zu bestehen.
- 15.3. **Vereinbarung und Salvatorische Klausel.** Diese Vereinbarung ersetzt alle anderen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf die Nutzung der Digitalen Plattformen. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, ungültig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so gilt diese Bestimmung als

abtrennbar und die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung bleibt davon unberührt. Eine unwirksame Bestimmung wird durch eine entsprechende, rechtswirksame Bestimmung ersetzt.

- 15.4. Anwendbares Recht.** Diese Vereinbarung unterliegt den materiellen Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland und wird in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt und durchgesetzt, ohne Rücksicht auf deren Kollisionsnormen oder das Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf. Ist der Nutzer kein Verbraucher, vereinbaren beide Parteien hiermit die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte in Göttingen, Deutschland.
- 15.5. Mitteilungen und elektronische Kommunikation.** Wenn der Nutzer die Digitalen Plattformen nutzt oder E-Mails, Textnachrichten und andere Mitteilungen von seinem Desktop- oder Mobilgerät an Sartorius oder seine verbundenen Unternehmen sendet, erklärt er sich damit einverstanden, Mitteilungen von Sartorius und seinen verbundenen Unternehmen in elektronischer Form zu erhalten, beispielsweise E-Mails, Textnachrichten, mobile Push-Benachrichtigungen oder Mitteilungen und Nachrichten auf den Digitalen Plattformen. Sartorius oder seine verbundenen Unternehmen übermitteln dem Nutzer Mitteilungen und Nachrichten innerhalb der Digitalen Plattformen oder durch Übermittlung an die vom Nutzer angegebenen Kontaktdaten (z. B. E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer, Postanschrift). Der Nutzer verpflichtet sich, seine Kontaktdaten auf dem aktuellen Stand zu halten. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass alle Vereinbarungen, Mitteilungen, Offenlegungen und sonstigen Mitteilungen, die Sartorius dem Nutzer auf elektronischem Wege übermittelt, den gesetzlichen Anforderungen an die Schriftform genügen.
- 15.6. Konfliktregelung.** Diese Vereinbarung gilt zusätzlich zu allen Bedingungen, die für bestimmte Teile der Digitalen Plattformen, Dienste oder Materialien gelten, wie z. B. zusätzliche Softwarelizenzbedingungen, Endbenutzerlizenzvereinbarungen, Nutzungsbedingungen oder ähnliche Dokumente. Wenn jedoch eine Bestimmung dieser Vereinbarung im Widerspruch zu einer Bestimmung in solchen zusätzlichen Bedingungen steht, haben die zusätzlichen Bedingungen Vorrang in Bezug auf diesen Teil der Digitalen Plattformen, Dienste oder Materialien und nur in dem Umfang, in dem ein Widerspruch besteht.
- 15.7. Irreparable Schäden und Unterlassungsansprüche .** Der Nutzer erkennt an, dass ein Verstoß gegen die Nutzungsbeschränkungen oder die Nutzung oder Offenlegung vertraulicher Informationen oder die Androhung einer solchen Nutzung oder Offenlegung unter Verstoß gegen diese Vereinbarung Sartorius einen erheblichen und irreparablen Schaden zufügen würde. Der Nutzer erklärt sich hiermit einverstanden, dass Sartorius das Recht hat, bei jedem zuständigen Gericht an jedem Ort, an dem die Digitalen Plattformen vom Nutzer genutzt werden, Unterlassungsansprüche geltend zu machen, um die Verletzung, unbefugte Nutzung oder Offenlegung zu verhindern.