

哥廷根，2022 年 12 月 8 日

## 赛多利斯与 BICO 达成战略合作并认购其 10%股权

- BICO 集团是生命科学行业中生物打印、生物科学和生物自动化应用仪器及耗材的领先者和头部供应商
- 双方达成合作关系，将携手研发 3D 细胞打印技术和细胞系开发工作流程的数字解决方案
- 赛多利斯将成为 BICO 产品在亚太地区的分销商
- 赛多利斯将持有 10.1% BICO 股份

生命科学集团赛多利斯与总部位于瑞典的生物打印、生物科学和生物自动化应用仪器及耗材供应商 BICO 集团就技术、销售和市场营销全面合作达成一致。作为合作的一部分，双方将携手开展研发 3D 细胞打印和相关技术，以及细胞系开发工作流程的数字解决方案。此外，赛多利斯还将成为 BICO 产品在亚太地区的分销商。为进一步深化合作伙伴关系，赛多利斯以每股 76.00 瑞典克朗的价格认购了相当于交易前 BICO 集团已发行股份 10% 的定向股票，总价约为 4.87 亿瑞典克朗（约 4500 万欧元）。加上此前已持有的 BICO 股票，成交后赛多利斯将总共持有 BICO 约 10.1% 的股票并获得约 8.5% 的投票权。

赛多利斯实验室产品与服务板块负责人兼执行董事 Gerry Mackay 表示：“与 BICO 的合作有助于我们携手在一些热门领域大展拳脚，例如为药物研发建立先进的细胞模型以及数字工作流程。凭借高度差异化且强相关性的技术，我们将进一步提升两家公司在快速发展的亚洲市场的地位。我们坚信，战略合作伙伴关系以及赛多利斯对 BICO 的投资必将为双方创造价值。”

BICO 首席执行官兼联合创始人 Erik Gatenholm 表示：“目前 BICO 在亚太地区的扩张潜力相当大，与赛多利斯的战略合作有望显著提升我们在该地区的影响力并加速增长。BICO 将获得具有增值性的、互补的技术和产品，进一步加强我们目前在生物打印和实验室自动化领域的客户服务。我们认为赛多利斯认购 BICO 股份是对 BICO 发展战略的肯定。”

BICO 是一家领先的生命科学解决方案和实验室自动化供应商，致力于提高药物研发的特异性和减少动物试验需求，助力客户高效研发新型疗法。该公司以生物融合为运营体系，结合先进技术与生物学知识，力求为制药和生物制药行业打造精简、自动化的工作流程。目前 BICO 在超过 65 个国家和地区安装了 32,000 多

台仪器，其产品和解决方案被全球3,500多个实验室采用，其中包括全球前20强制药公司，并在11,000多份出版物中被引用。通过生物打印、生物科学和生物自动化这三大业务领域，BICO集团努力实现长期目标，即减少全球器官短缺，加快药物开发，以创造拯救生命的未来疗法。BICO已在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所大盘股上市，股票代码为BICO。

William Blair担任赛多利斯财务顾问，Milbank LLP提供法律咨询。

本新闻稿包含关于赛多利斯集团未来发展的前瞻性声明。前瞻性声明受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类声明所明示或暗示的结果存在重大差异。对于根据新信息或未来事件更新此类声明，赛多利斯不承担任何责任。本文由原德语新闻稿翻译而来。赛多利斯不对译文的正确性承担任何责任。原德语新闻稿是具有法律约束力的版本。

## 关于赛多利斯

赛多利斯集团是生命科学研究和生物制药行业的领先国际合作伙伴。该集团的实验室产品与服务板块用心研究创新型实验室仪器和耗材，致力于满足制药和生物制药公司以及学术研究机构旗下研究和质量控制实验室的需求。生物工艺解决方案板块推出了广泛的产品组合，专注于一次性解决方案，帮助客户安全高效地制造生物技术药物和疫苗。该集团平均每年以两位数的速度增长，并积极收购互补技术，以实现产品组合的常规扩展。2021 财年，公司实现约 34.5 亿欧元的销售收入。截至 2021 年底，集团约 60 个制造和销售基地总计雇佣近 14,000 名员工，为全球客户提供服务。

## 联系人

Philipp Grontzki

对外传播负责人

+49 (0)551.308.5581

[philipp.grontzki@sartorius.com](mailto:philipp.grontzki@sartorius.com)