

德国哥廷根，2025 年 4 月 7 日

## 赛多利斯将收购瑞典 BICO 集团旗下微组织业务 MatTek

- 此次收购将通过引入 3D 微组织模型和原代细胞，进一步完善赛多利斯的细胞培养产品组合
- MatTek 的解决方案与赛多利斯在细胞分析仪器、试剂和 AI 模型高度契合，助力更快、更有效的药物开发

生命科学集团赛多利斯已与 BICO 集团达成协议，收购其旗下 MatTek 公司，包括 Visikol 公司。MatTek 是领先的 3D 微组织模型开发和制造商。成立于 1985 年，该公司拥有 80 余名员工，总部位于美国马萨诸塞州阿什兰市，在斯洛伐克的布拉迪斯拉发设有生产基地。该业务将并入赛多利斯实验室产品与服务板块（LPS）。2024 年，MatTek 实现了超过 2,000 万美元的销售收入，EBITDA 利润率与 LPS 板块持平。双方商定的收购价格为 8,000 万美元（约合 7,200 万欧元）。此次交易仍需满足包括监管审批在内的惯例成交条件，预计将于 2025 年第二季度完成。

MatTek 的微组织和原代细胞产品旨在显著加速药物开发进程。其三维组织模型高度模拟人类组织结构和功能。与传统的二维培养相比，这些先进的细胞模型能提供更准确、更具成本效益且可重现的结果，同时减少药物开发中动物的使用。此外，公司还专注于生物医学研究领域的先进成像和数字病理技术。

“MatTek 的解决方案将丰富我们实验室产品与服务板块在细胞分析仪器、试剂和 AI 支持的数据模型方面的产品组合。双方整合后的产品线将成为市场上最全面的解决方案之一，助力研究人员加速开发新疗法并减少动物实验，”赛多利斯首席执行官 Joachim Kreuzburg 表示。

## 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提供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科研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、可持续地生产生物技术药物、疫苗以及细胞和基因疗法。集团总部位于德国哥廷根，拥有约 60 个制造和销售基地遍布全球。赛多利斯通过不断收购互补性技术以扩展其产品组合。2024 财年集团销售收入约为 34 亿欧元。目前，约 13,500 名员工为全球客户提供服务。

## 联系人

Leona Malorny

对外传播负责人

+49 551 308 4067

[leona.malorny@sartorius.com](mailto:leona.malorny@sartorius.com)