

德国哥廷根，2025 年 7 月 1 日

赛多利斯完成收购MatTek

生命科学集团赛多利斯已成功完成对 BICO 集团旗下 MatTek 公司，包括 Visikol 的收购，相关交易于 2025 年 4 月对外宣布。在获得监管机构批准并满足其他常规交割条件后，该交易于 2025 年 7 月 1 日正式完成。通过将其并入实验室产品与服务板块，赛多利斯进一步扩充其细胞技术产品线，并与现有的药物开发解决方案产生协同效应，包括细胞分析仪器、试剂和 AI 模型。

MatTek 是全球领先的人体细胞微组织与三维模型开发和制造商，致力于加速药物开发进程。其先进的细胞模型模拟人体组织的结构和功能，相较传统的二维细胞培养，能够提供更精准、更具成本效益且可重现的结果，同时减少动物实验需求。MatTek 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。

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