

哥廷根，2023 年 7 月 18 日

赛多利斯完成收购 Polyplus

生命科学集团赛多利斯通过其法国上市子公司 Sartorius Stedim Biotech 成功完成对法国公司 Polyplus 的收购。该交易于 2023 年 7 月 18 日完成，获得了所需的监管批准。

Polyplus 是细胞和基因治疗创新技术的领先提供商。Polyplus 开发和生产的转染试剂是制造病毒载体的关键原料。该公司通过收购质粒构建、蛋白和质粒生产等相邻技术，扩大了其在基因治疗和基因修饰细胞治疗领域的产品组合。

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。该新闻是对德语原文的翻译。赛多利斯对该翻译的正确性不承担任何责任。德文原文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，帮助客户安全高效地制造生物技术药物和疫苗。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。集团自身业务增长显著，并通过不断收购互补性技术以扩展其产品组合。2022 财年集团销售收入约为 42 亿欧元。截至 2022 年底，约 16,000 名员工为全球客户提供服务。

联系人

Timo Lindemann

企业传播部

+49 (0)551 308 4724

timo.lindemann@sartorius.com