

哥廷根，2022 年 2 月 8 日

赛多利斯完成对诺华赛色谱板块的收购

- 受收购影响，2022 年销售收入预测已更新

生命科学集团赛多利斯今日宣布，在获得美国联邦贸易委员会的批准后，已通过子公司赛多利斯塔帝生物技术公司于 2022 年 2 月 7 日完成了对 Novasep（诺华赛）色谱板块的收购。相关方已于 2021 年初就该交易达成一致。所收购的业务在 2020 年创造了约 4000 万欧元的销售额，利润率达两位数；2021 年的最终数据尚未公布。约 100 名员工中的大部分人在法国东部的庞贝基地工作，另有一些则在美国、中国和印度。

收购的产品组合包括主要适用于生物小分子（例如寡核苷酸、多肽和胰岛素）的色谱系统，以及用于生物制剂连续制造的创新系统。自 2018 年以来，诺华赛和赛多利斯还致力于联合开发面向膜基色谱技术的优化系统。

由于此次收购预计将在 2022 年带来约 1 个百分点的额外非有机销售收入增长，赛多利斯更新了本年度的销售收入预测，详情如下：目前预计综合销售收入将增长约 15%-19%（之前预计约为 14%-18%），而收购带来的非有机增长预计将贡献约 2 个百分点（之前预计约为 1 个百分点）。预计公司今年的基本息税折旧及摊销前利润率仍为 34%左右。

赛多利斯现预计，生物工艺解决方案板块在 2022 年的销售收入增长率将达到 17%-21%（之前预计约为 16%-20%），其中收购带来的非有机增长将贡献约 2 个百分点（之前预计约为 1 个百分点）。此板块的基本息税折旧及摊销前利润率仍预计为 36%左右。对实验室产品与服务板块在 2022 年的增长预测将保持不变：因此，公司仍然预计销售收入增长率将达到约 6%-10%，其中收购带来的非有机增长将贡献约 1 个百分点，并且该板块的基本息税折旧及摊销前利润率约为 26%。

所有预测均基于汇率稳定。

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的风险、不确定性和其他因素的影响，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提供创新型实验室仪器和耗材，致力于满足传统制药和生物制药公司以及学术科研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拥有广泛的产品组合，专注于一次性解决方案，助力客户安全高效地制造生物技术药物和疫苗。集团保持两位数的年均增长速度，并积极收购互补技术，以扩展其产品组合。据初步数据，集团于 2021 财年实现了约 34.5 亿欧元销售收入。截至 2021 年底，赛多利斯约 60 个生产和销售基地总计雇佣近 14,000 名员工，为全球客户提供服务。在微信上关注赛多利斯 Sartorius。

联系人：

Petra Kirchhoff

企业传播和投资者关系负责人

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

www.sartorius.com