

德国哥廷根，2025 年 4 月 16 日

开局强劲：赛多利斯 2025 年第一季度盈利性增长显著

- 集团销售收入上涨6.5%
- 一次性耗材需求强劲：生物工艺解决方案板块销售收入增幅近10%；相较之下，实验室产品与服务板块如预期发展较平缓
- 订单量发展势头良好：集团订单出货比明显高于1
- 盈利能力高比例增长：基本息税折旧摊销前利润增长 12.2%；利润率达到29.8%
- 全年预期：销售收入预计增长约6%，基本息税折旧摊销前利润率约为29-30%

2025 年第一季度，生命科学集团赛多利斯延续 2024 年下半年的增长势头，在销售收入和盈利能力方面实现了显著提升。

“赛多利斯开年向好，尤其在耗材业务保持了强劲的发展趋势。相较而言，如我们所预期的，客户在实验室仪器和生物工艺设备方面的投资依然颇为谨慎。” 赛多利斯首席执行官 Joachim Kreuzburg 博士表示，

“我们所处行业的根本驱动性因素再次日渐发挥核心作用。对生物制剂的需求将持续增长——这些药物往往是治疗重症的唯一有效方案——同时，对加快其开发生产、提升工作效率的创新技术的强劲需求也将不断攀升。而这正是我们的战略和业务重心。2025 全年，我们预计集团销售收入将增长约 6%，利润率也将有所提升。”

集团业务发展¹

本财年前三个月，按固定汇率计算，赛多利斯集团销售收入增长了 6.5%（据报告：7.7%），达到 8.83 亿欧元。反映订单量与销售收入比率的订单出货比明显高于 1。

销售收入的积极涨势在所有业务区域均有体现：按固定汇率计算，美洲地区同比增长 8.1%；EMEA²地区增长 6.3%；亚太地区增长 4.6%；若不含中国市场，增幅则达到 10.0%。

集团基本 EBITDA 高比例增长了 12.2%，达到 2.63 亿欧元，这主要得益于销售收入的提升。产品组合效应和去年的增效计划也带来了积极影响。相应的利润率增至 29.8%，2024 年同期为 28.6%。

基本净利润增长了 21.4%，达到 8,500 万欧元，去年前三个月为 7,000 万欧元。普通股每股基本收益为 1.22 欧元（去年同期：1.01 欧元），优先股每股收益为 1.23 欧元（去年同期：1.02 欧元）。

截至 2025 年 3 月 31 日，集团员工总数为 13,573 人，较 2024 年年底稍有增加（2024 年 12 月 31 日：13,528 人）。

主要财务指标

集团的资产负债表和财务指标依旧稳健。截至 2025 年 3 月 31 日，股权比率为 38.0%（2024 年 12 月 31 日：38.6%）。

净经营现金流翻三倍，达到 1.39 亿欧元，去年第一季度为 4,500 万欧元。净负债与基本 EBITDA 的比率按计划进一步下降至 3.9（2024 年 12 月 31 日：4.0）。集团第一季度在研发和全球生产设施上的投资按计划保持较低水平，达到 7,600 万欧元，去年同期为 1.28 亿欧元。因此，资本支出与销售收入的比率为 8.6%（去年同期：15.7%）。

生物工艺解决方案板块业务发展

生物工艺解决方案板块为生物制药提供广泛的创新技术，助力高效、可持续的生产，其耗材业务保持良好发展势头。相比之下，整个行业内客户投资意愿不足的情况继续影响设备和系统业务。

本财年的前三月，该板块的销售收入按固定汇率计算上涨了 9.7%（据报告：11.0%），达到 7.18 亿欧元。由于销量和产品组合的积极影响，基本 EBITDA 增幅更为显著，达到 2.26 亿欧元，增长了 17.0%。相应的利润率从去年同期的 29.8% 上升到 31.5%。

实验室产品与服务板块业务发展

正如预期，专注于生命科学研究和制药实验室业务的实验室产品与服务板块，在 2025 年第一季度业绩表现低于生物工艺解决方案板块。其主要原因在于客户在投资方面依然谨慎的态度，尤其对于生物分析设备。该板块的销售收入达 1.65 亿欧元，按固定汇率计算同比下降 5.5%（据报告：4.4%）；基本 EBITDA 为 3,700 万欧元（去年同期：4,100 万欧元），相应的利润率为 22.6%（去年同期：24.0%）。

2025 财年业绩展望

基于第一季度的业绩和良好的市场发展预期，管理层预计 2025 年集团销售收入将上涨约 6%，生物工艺解决方案板块涨幅约 7%，实验室产品与服务板块涨幅约 1%。由于波动性持续高于平均水平，公司目前预估业绩预期的变动范围约为正负两个百分点。

关于盈利，集团预计基本 EBITDA 利润率约为 29%至 30%（去年：28%），其中生物工艺解决方案板块的利润率将上升至 31-32%左右（去年：29.3%），实验室板块的利润率将达到 22-23%（去年：22.9%）。利润率预测不包括关税或相关缓解和补救措施可能产生的影响，这些措施根据其设计、范围和持续时间，或将在一定程度上暂时影响利润率的发展，但管理层预计不会对赛多利斯强有力的市场地位和竞争优势产生任何影响。

资本支出与销售收入的比率应与上年持平，约为 12.5%，净债务与基本 EBITDA 的比例预计降至 3.5。

收购微组织专家 MatTek 所带来的业绩贡献将在交易完成后确认，此项交易预计将于 2025 年第二季度完成。

1 赛多利斯已发布国际会计准则未定义的替代业绩指标。确定这些指标旨在提高业绩跨期间及同行业的可比性。

- 基本息税折旧及摊销前利润：扣除利息、税费、折旧和摊销前的收益，并根据非经常性项目予以调整
- 相关净利润：扣除非控制性权益后的当期利润，并根据非经常性项目和摊销以及标准财务结果和标准税率予以调整
- 净债务与基本息税折旧及摊销前利润比率：过去 12 个月净负债和基本息税折旧及摊销前利润的商，包括本期收购导致的预计金额

2 EMEA = 欧洲、中东和非洲

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准确性不承担任何责任。德文新闻稿原文具有法律约束力。

与往年一样，所有预测数据均基于固定汇率。管理层还指出，近年来行业的动态和波动性显著增加。此外，由于地缘政治形势，例如各国出现的脱钩趋势，不确定性也在加大。这导致在预测业务数据的不确定性更高。

2025 第一季度关键绩效指标

单位百万欧元 (除非另有说明)	赛多利斯集团				生物工艺解决方案				实验室产品与服务			
	Q1 2025	Q1 2024	Δ % 据报告	Δ % cc ¹	Q1 2025	Q1 2024	Δ % 据报告	Δ % cc ¹	Q1 2025	Q1 2024	Δ % 据报告	Δ % cc ¹
销售收入												
销售收入	883.0	819.6	7.7	6.5	718.0	647.0	11.0	9.7	165.0	172.5	-4.4	-5.5
▪ 欧洲、中东和非洲地区 ²	364.4	341.4	6.7	6.3	299.3	273.0	9.7	9.3	65.1	68.4	-4.9	-5.5
▪ 美洲 ²	320.9	288.3	11.3	8.1	268.5	233.1	15.2	11.9	52.3	55.2	-5.2	-7.8
▪ 亚太地区 ²	197.7	189.8	4.2	4.6	150.1	140.9	6.5	7.1	47.6	48.9	-2.6	-2.8
收益												
息税折旧摊销前利润 ³	263.0	234.4	12.2		225.8	193.1	17.0		37.2	41.4	-10.1	
息税折旧摊销前利润率 ³ %	29.8	28.6	+1.2 pp		31.5	29.8	+1.7 pp		22.6	24.0	-1.4 pp	
相关净利润 ⁴	84.8	69.9	21.4									
净利润 ⁵	48.5	36.9	31.2									
每股财务数据												
普通股每股收益 ⁴ (欧元)	1.22	1.01	21.5									
优先股每股收益 ⁴ (欧元)	1.23	1.02	21.3									

1 cc =固定汇率: 以固定货币表示的数字通过对今年和上一年采用相同的汇率，消除汇率变动的影响

2 根据客户地点

3 扣除利息、税费、折旧和摊销前的收益，并根据非经常性项目予以调整

4 扣除非控制性权益后的当期利润，并根据非经常性项目和摊销以及标准财务结果和标准税率予以调整

5 扣除非控股股东权益

由于最终确定了收购 Polyplus 的购买价分配，去年数字已作修订。

数字未经审计或审查。

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类药物、疫苗和细胞与基因疗法。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。集团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。全球约 13,500 名员工为全球客户提供服务。

联系人

Petra Kirchhoff

企业传播与投资者关系负责人

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com