

德国哥廷根 | 2026 年 2 月 3 日

赛多利斯2025年实现显著盈利增长，业绩展望保持良好

- 2025 年初步业绩公布：集团销售收入增长 7.6%，约达 35 亿欧元
- 两大业务板块均呈积极发展态势：耗材业务实现显著销售收入增长；设备与仪器趋于稳定
- 盈利能力实现超比例提升：基本 EBITDA 利润率上升 1.7 个百分点至 29.7%
- 2026 年业绩展望：管理层预测将持续盈利增长

据初步统计，生命科学集团赛多利斯延续盈利增长态势，2025 财年如预期实现销售收入与利润显著提升。管理层预测 2026 年将进一步提升并保持高盈利水平。

“整个行业在 2025 年呈现三大特征：耗材需求回归常态，成熟药物与新型疗法创新活跃，客户投资仍保持谨慎，”赛多利斯首席执行官 Michael Grosse 博士表示：“对赛多利斯而言这是成功的一年：我们达成了销售收入和盈利目标，对此深感满意。两大业务板块共同促成这一佳绩。高利润率的耗材业务持续增长尤为可喜，而仪器设备业务在年内也逐步趋稳。与此同时，我们提升了盈利能力，为未来发展奠定了基础。我们重点推进了全球研发与生产网络的进一步扩张、创新产品的推出，并在具有战略意义的微组织领域将 MATTEK 纳入产品组合。在此基础上，我们预计 2026 年赛多利斯将继续保持盈利性增长态势，助力客户更轻松的研发新型疗法、更高效地生产药物、使它们更快惠及患者。”

集团业务发展¹

据初步数据，赛多利斯集团在报告年度的销售收入较 2024 年显著增长，增幅按固定汇率计算为 7.6%，达到 35.38 亿欧元。按报告增长率为 4.7%，主要受美元走弱影响。

所有区域均推动了销售收入增长：EMEA² 地区以固定汇率计算同比增长 5.8%，销售收入达 14.67 亿欧元；美洲地区全年销售收入增长 8.9%，达到 12.51 亿欧元；亚太地区同样实现 8.9% 的增长，销售收入达 8.2 亿欧元。

基本 EBITDA 以 11.2% 的超比例增速攀升至 10.52 亿欧元。销量、产品组合及规模经济效应充分抵消了汇率波动的负面影响以及美国关税的抑制作用。相应利润率较上年同期的 28.0% 显著提升 1.7 个百分点至 29.7%。

基本净利润表现更为强劲，较 2024 年的 2.8 亿欧元增长 18.2%，达到 3.31 亿欧元。普通股每股基本收益升至 4.78 欧元（上年同期：4.05 欧元），优先股每股基本收益达 4.79 欧元（上年同期：4.06 欧元）。

赛多利斯集团员工人数在所有地区均有所增长，主要源于新增生产人员。截至 2025 年 12 月 31 日，公司雇员总数达 14,042 人，较 2024 年底增加 514 人。

赛多利斯集团资产负债表及财务指标呈现稳健发展态势。截至 2025 年 12 月 31 日，净资产比率升至 39.8%（2024 年 12 月 31 日：38.6%）。净债务与基本 EBITDA 比率按计划下降至 3.55（2024 年 12 月 31 日：3.96）。

2025 年，赛多利斯不断推进长期投资计划，进一步扩建全球研发与生产基础设施，以实现有机增长并增强韧性。在法国欧巴涅，公司完成了生物工艺技术生产基地的扩建。德国哥廷根总部的膜与过滤器生产线扩建，以及韩国松岛新基地的建设（未来将服务整个南亚市场）均按计划推进。研发与生产基础设施总投资额达 4.42 亿欧元，2024 年为 4.1 亿欧元；资本支出占销售收入比例符合预期，为 12.5%（上年同期：12.1%）。

生物工艺解决方案板块业务发展

占集团销售收入的四分之三以上的生物工艺解决方案板块业务，为生物药剂的高效与可持续生产提供广泛的创新技术，实现了将近两位数的显著增长：按固定汇率计算，相较于上年的适度基准，该板块销售收入上升 9.5%（据报告：6.5%），达到 28.65 亿欧元。主要驱动是过滤器和一次性袋子等高利润、经常性耗材业务的需求保持强劲，占该板块销售的绝大部分。生物工艺设备业务受整体行业客户投资谨慎影响而有所下降，但已趋于稳定。

该板块的基本 EBITDA 的增长比销售收入更为强劲，上涨 15.2%，达 9.07 亿欧元（上年同期：7.87 亿欧元）。利润率明显上升 2.4 个百分点至 31.7%（上年同期：29.3%）。销量、产品组合及规模经济效应充分抵消了汇率波动的负面影响以及美国关税的抑制作用。

生物工艺板块在上一财年聚焦客户需求，持续系统地开发其产品组合。这些技术旨在提升生物制药的效率与可持续性，赋能开发新疗法，以惠及全球患者。新上市的产品包括支持批次生产向连续流生产转型的强

化工艺系统、创新型过滤技术以及软件和应用程序。该板块还与美国初创企业 Nanotein Technologies 展开合作，扩大其试剂产品组合，用于生产细胞疗法时激活与扩增细胞。产品的生态设计亦取得显著进展，例如推出了不含全氟烷基物质(PFAS) 的过滤器，并在特定的一次性袋子、生物反应器和过滤器中采用经认证的可再生原材料。

实验室产品与服务板块业务发展

两个板块中相对规模较小的实验室产品与服务板块，专注于生命科学研究和制药实验室业务，在 2025 年充满挑战的市场环境中表现出了顽强的韧性，并在这一年逐步复苏。下半年，该板块如期恢复增长，到 12 月底已恢复至去年的销售水平。

该板块销售收入达到 6.73 亿欧元，按固定汇率计算增长 0.2%（据报告：-2.5%）。2025 年 7 月初收购的微组织专家 MATTEK 对销售收入增长贡献略高于 1 个百分点。实验室耗材和服务业务继续大幅增长，而仪器业务依然低迷，但在这一年中已趋于稳定。得益于上半年推出的新产品，生物分析产品组合的积极势头也为增长做出了贡献。

该板块的基本 EBITDA 为 1.45 亿欧元，比上一财年的 1.58 亿欧元减少了 8.6%。相应的利润率为 21.5%（上年同期：22.9%），主要受汇率、产品组合和关税的影响。

2025 年，实验室板块在其产品组合中新增了多项创新成果与技术升级，助力研究人员更深入地理解疾病机制，更快速地筛选出最具潜力的候选药物。其中重点发展方向仍聚焦于类器官技术——这项被视为生命科学研究关键技术的突破性成果。通过收购 MATTEK，该板块现在还提供人源细胞微组织和 3D 模型。这些模型模拟人体组织的结构和功能，提供比 2D 细胞培养更精准的实验结果，并有助于减少动物实验需求。在生物分析领域，该板块推出了多款仪器，包括业内唯一能在培养箱中实现共聚焦成像的解决方案，尤其适用于分析这类复杂 3D 细胞培养物。

2026 业绩指引

2025 年的积极发展印证了执行董事会的判断，即短期的行业抑制因素正在削弱，而生命科学市场的结构性增长动能正在重新凸显。

“生物制药市场依然充满活力，并仍将提供巨大的机遇。生物药剂需求的增长正面临医疗体系日益加剧的成本压力，这使得提升此类疗法研发与生产效率的技术需求日益迫切。展望 2026 年，我们的行业虽然已重回正轨，但尚未完全达到长期增长水平，尤其是在设备和仪器需求方面。此外，宏观经济和地缘政治的不确定性要求我们保持高度灵活，”赛多利斯首席执行官 Michael Grosse 博士表示，“由于还在年初，我们

设定了较宽泛的业绩指引范围，以持续应对宏观经济和行业特有的高波动性。指引范围的下限反映了市场条件疲软的谨慎情况。不过，我们目前预计市场动能将继续常态化，积极趋势也将持续。相信凭借我们强有力的市场地位和富有韧性的业务模式，赛多利斯已做好充分准备。我们始终聚焦客户需求、创新驱动和卓越运营，这使我们能够积极塑造行业发展，并在中期实现盈利增长。”

2026 财年，赛多利斯预计将延续其盈利性增长轨迹，生物工艺解决方案板块将继续积极发展，实验室产品与服务板块也将复苏。管理层预计，按固定汇率计算，赛多利斯集团的销售收入将增长约 5% 至 9%，其中包括 MATTEK 收购和美国关税附加带来的约 1 个百分点的贡献。基于销量和规模效应，基本 EBITDA 利润率将增至略高于 30%（上年：29.7%）。

资本支出与销售收入的比率预计将保持在与 2025 年相似的水平（12.5%）。这反映了集团在研发和生产能力、技术和创新领域持续进行战略投资，以支撑中期增长目标。管理层预计，在不考虑潜在资本措施和/或收购的情况下，净债务与基本 EBITDA 的比率将略高于 3（上年：3.55）。

生物工艺解决方案板块按固定汇率计算，销售收入预计增长 6% 至 10%，主要由耗材业务驱动，而设备业务预计至少保持稳定。基本 EBITDA 利润率将略高于 32%（上年：31.7%）。

管理层预测实验室产品与服务板块，按固定汇率计算的销售收入增长约为 2% 至 6%，其中包括来自 MATTEK 约 1.5 个百分点的增长贡献。这反映出耗材和服务业务持续强劲，仪器业务至少保持稳定。基本 EBITDA 利润率将略低于 21%（年度：21.5%），主要受以下因素影响：对先进细胞模型业务的投资增加、不利的汇率和产品组合效应，以及现行关税的稀释效应。

由于整个生命科学行业的持续高动态和波动性，预测仍有较大的不确定性，这在当前指引区间中有所体现。潜在的额外美国关税也未包括在内。

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
- 基本净利润：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
- 每股基本收益：基本净利润与已发行普通股或优先股加权平均股数的比值
- 净负债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以及贸易政策框架条件，也在起着越来越大的作用。这导致在预测业务数据的不确定性更高。

2025全年初步关绩效指标

单位百万欧元 (除非另有说明)	集团				生物工艺解决方案				实验室产品与服务			
	2025	2024	Δ% 据报告	Δ % 据报告 ¹	2025	2024	Δ% 据报告	Δ% 据报告 ¹	2025	2024	Δ% 据报告	Δ% 据报告 ¹
销售收入												
销售收入	3,538.1	3,380.7	4.7	7.6	2,865.0	2,690.2	6.5	9.5	673.0	690.5	-2.5	0.2
▪ 欧洲、中东和非洲地区 ²	1,466.6	1,388.9	5.6	5.8	1,197.5	1,111.0	7.8	8.0	269.1	277.9	-3.2	-3.1
▪ 美洲 ²	1,251.4	1,199.6	4.3	8.9	1,031.8	974.1	5.9	10.5	219.6	225.5	-2.6	1.8
▪ 亚太地区 ²	820.1	792.3	3.5	8.9	635.8	605.1	5.1	10.7	184.3	187.1	-1.5	3.2
业绩												
息税折旧摊销前利润 ³	1,051.6	945.3	11.2		907.0	787.2	15.2		144.6	158.1	-8.6	
息税折旧摊销前利润率 ³ %	29.7	28.0	1.7 pp		31.7	29.3	2.4 pp		21.5	22.9	-1.4 pp	
基本净利润 ⁴	330.7	279.9	18.2									
净利润 ⁵	154.9	84.0	84.3									
现金流												
经营活动现金流	837.0	976.2	-14.3									
自由现金流 ⁶	390.4	550.4	-29.1									
每股财务数据												
普通股每股收益 ⁴ €	4.78	4.05	18.1									
优先股每股收益 ⁴ €	4.79	4.06	18.0									

- 1 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
- 6 经营活动现金流减去投资活动现金流

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。据初步数据，2025 财年集团销售收入约为 35 亿欧元。超过 14,000 名员工为全球客户提供服务。

了解更多信息，请访问[新闻资讯](#) 或关注官方微信：赛多利斯 Sartorius

联系人

Leona Malorny

对外传播负责人

+49 551 308 4067

leona.malorny@sartorius.com