

德国哥廷根，2025 年 7 月 22 日

赛多利斯保持增长势头；盈利增速超预期

- 集团上半年销售收入增长 6.1%
- 耗材等经常性业务按预期持续向好
- 生物工艺解决方案板块增长近 9%，实验室板块如预期仍较平稳
- 基本息税折旧摊销前利润（EBITDA）实现两位数增长，增幅约为 12%；基本 EBITDA 利润率接近 30%
- 集团管理层确认 2025 全年业绩指引

生命科学集团赛多利斯在 2025 财年的前六个月持续盈利增长，销售收入和利润率均大幅提升。

“我们对今年上半年取得的业绩感到满意；上升趋势仍在继续。我们如期看到了来自制药用高毛利耗材业务的增长势头，这一领域对我们尤为重要”，7 月 1 日接手公司的首席执行官 Michael Grosse 博士说：“尽管全球环境艰难，但我们仍有望实现今年的宏伟目标。我们了解客户当前面临的挑战，并已做好充分准备加以应对：随着全球医疗体系成本压力的不断上升，客户比以往任何时候都更加关注提升新型疗法的开发和生产效率。赛多利斯凭借创新技术，助力客户更快获得有价值的研究成果，并提升生产效率。”

集团业务发展¹

本财年的前六个月，集团的销售收入按固定汇率计算同比增长 6.1%（据报告：5.2%），达到 17.67 亿欧元。所有业务地区都为这一增长做出了贡献：按固定汇率计算，美洲地区与去年同期相比增长了 7.1%，EMEA² 地区增长了 5.9%，亚太地区的销售收入增长了 5.0%。

今年上半年，基本 EBITDA 大幅增长 11.9%，达到 5.27 亿欧元，这来自于销量和产品组合及规模经济的影响。相应的利润率增加了 1.7%，达到 29.8%。

基本净利润的增长更为强劲，与去年同期的 1.48 亿欧元相比，上升了 13.7%，达到 1.69 亿欧元。普通股每股基本收益为 2.44 欧元（去年同期：2.15 欧元），优先股每股收益为 2.45 欧元（去年同期：2.16 欧元）。

截至 2025 年 6 月 30 日，集团共计聘用 13,685 名员工，较 2024 年年末（2024 年 12 月 31 日：13,528 人）小幅增加 157 人，主要由于增聘了生产人员。

赛多利斯集团的资产负债表和关键财务指标依旧稳健。截至 2025 年 6 月 30 日，股本比率为 37.8%（2024 年 12 月 31 日：38.6%）。净负债与基本 EBITDA 的比率按计划进一步降低至 3.8（2024 年 12 月 31 日：4.0）。公司在全球研发及生产设施上的投资为 1.61 亿欧元，较去年同期的 2.28 亿欧元有所减少，资本支出与销售收入的比率为 9.1%（去年同期：13.6%）。

生物工艺解决方案板块业务发展

生物工艺解决方案板块贡献了集团超过四分之三的销售收入，为高效、可持续的生物制药生产提供广泛的创新技术，业务持续呈增长势头：今年上半年，销售收入实现同比增长 8.8%（据报告：7.8%），达到 14.35 亿欧元。高利润率的一次性耗材业务表现尤为亮眼，是主要增长驱动力；与此同时，如预期行业内客户在设备和系统方面的投资依然保持谨慎，持续对该业务板块带来一定影响。

由于积极的销量和产品组合及规模经济的影响，基本 EBITDA 的增长甚至比销售收入更为显著，增长了 16.5%，达到 4.53 亿欧元。相应的利润率从 2024 年同期的 29.2% 增长到 31.6%。

今年上半年，生物工艺板块持续丰富产品组合，助力客户提升药物生产流程的效率。例如，公司与一主要客户合作推出了连续流工艺平台的两个新模块，不仅大幅提高了生产效率，还能降低生物制药过程中的资源消耗。

实验室产品与服务板块业务发展

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 年上半年仍受到下游市场疲软的影响。整个行业的客户在实验室仪器方面的投资依旧谨慎，这对赛多利斯的生物分析仪器业务的影响尤为明显。相比之下，实验室一次性耗材和服务业务保持良好增长。

2025 年 1 月至 6 月，该业务板块实现销售收入 3.32 亿欧元，按固定汇率计算同比下降 4.0%（据报告：-4.8%），基本 EBITDA 为 7,400 万欧元（去年同期：8,200 万欧元），相应利润率为 22.3%（去年同期：23.6%）。7 月初收购的微组织专家 MatTek 的销售收入和收益贡献，将计入下半年该板块的财务数据。

在新产品发布方面，实验室板块在本财年前六个月进一步扩大了生物分析产品组合，助力制药客户加速新药开发。新品包括新一代实时观察活细胞的成像培养箱、用于详细、快速分析细胞的高通量细胞分析仪，以及用于分析生物分子相互作用的系统。

2025 财年业绩展望确认

根据上半年业绩表现及市场持续向好的预期，公司管理层确认 2025 全年业绩指引，预计集团有机销售收入将增长约 6%，其中生物工艺解决方案板块预计增长约 7%，实验室产品与服务板块预计增长约 1%。鉴于市场波动性依然高于平均水平，公司目前估计预测区间分别为正负约两个百分点。

在盈利能力方面，公司预计集团的基本 EBITDA 利润率约为 29%-30%（去年：28.0%），其中生物工艺解决方案板块有望提升至 31%-32%（去年：29.3%），实验室产品与服务板块预计将达到 22%-23%（去年：22.9%）。

销售收入及利润率的预测不包含潜在关税或相关缓解及补救措施带来的影响。根据这些举措的设计、范围及持续时间，销售收入和利润率走势可能受一定程度的短期影响。管理层预计这不会对赛多利斯稳固的市场地位和竞争力产生任何影响。

资本支出与销售收入的比率将与去年持平，约为 12.5%；净负债与基本 EBITDA 的比率将降低至约 3.5。

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
- 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 上半年关键绩效指标

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 上半年	2024 上半年	Δ % 据报告	Δ % cc ¹	2025 上半年	2024 上半年	Δ % 据报告	Δ % cc ¹	2025 上半年	2024 上半年	Δ % 据报告	Δ % cc ¹
销售收入												
销售收入	1,767.3	1,680.3	5.2	6.1	1,434.9	1,331.1	7.8	8.8	332.4	349.2	-4.8	-4.0
▪ 欧洲、中东和非洲地区 ²	731.8	690.8	5.9	5.9	601.6	550.1	9.4	9.4	130.2	140.7	-7.5	-7.8
▪ 美洲 ²	638.4	602.7	5.9	7.1	529.3	491.4	7.7	8.9	109.1	111.3	-2.0	-0.7
▪ 亚太地区 ²	397.1	386.8	2.7	5.0	304.0	289.6	5.0	7.5	93.2	97.2	-4.1	-2.3
业绩												
息税折旧摊销前利润 ³	527.3	471.4	11.9		453.3	389.0	16.5		74.0	82.4	-10.2	
息税折旧摊销前利润率 ³	29.8	28.1			31.6	29.2			22.3	23.6		
相关净利润 ⁴	168.7	148.4	13.7									
净利润 ⁵	81.0	60.9	33.0									
现金流												
经营活动现金流	289.4	346.8	-16.6									
自由现金流 ⁶	121.9	107.9	13.0									
每股财务数据												
普通股每股收益 ⁴ (欧元)	2.44	2.15	13.5									
优先股每股收益 ⁴ (欧元)	2.45	2.16	13.4									

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。

了解更多信息，请访问 www.sartorius.com 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