

德国哥廷根，2025 年 10 月 16 日

赛多利斯盈利性销售显著增长，上调业绩指引

- 今年前九个月集团销售收入增长 7.5%
- 耗材等经常性业务保持显著增长
- 生物工艺解决方案板块增长约 10%，实验室产品与服务板块逐步回升
- 基本 EBITDA¹ 实现两位数增长，增幅约 13%；基本 EBITDA 利润率上升 2 个百分点至 29.7%
- 管理层明确了集团及各业务板块的全年业绩指引：预计集团销售收入约增长 7%，EBITDA 利润率略高于 29.5%

生命科学集团赛多利斯在 2025 财年前九个月延续了盈利性增长态势，销售收入和盈利能力均显著提升。

“我们对今年迄今为止的业务发展感到非常积极。利润率较高的耗材业务仍是推动增长的关键驱动力，增幅达到两位数。尽管客户在设备和仪器方面的投资仍较为谨慎，但该业务正在逐步趋稳。同样令人欣慰的是，实验室业务在依然充满挑战的市场环境中表现出韧性，并持续回升。在此背景下，我们上调了全年预测，预计集团销售收入将达到此前预测区间的上半部分，”首席执行官 Michael Grosse 博士表示，“在创新和全球对新型药物不断增长的需求推动下，生物制药市场正在蓬勃发展。我们的客户面临着加速开发和生产这些新疗法的紧迫挑战，同时还要应对不断上升的成本压力。凭借我们的技术，我们直接助力客户满足这一需求，推动创新药物的更广泛可及。”

集团业务发展¹

在本财年前九个月，赛多利斯集团的销售收入按固定汇率计算同比增长 7.5%，达到 26.11 亿欧元。按报告增幅为 5.5%，主要受美元走弱影响。所有业务地区都为这一增长做出了贡献：按固定汇率计算，美洲地区录得 8.2% 的增长，亚太地区涨幅 8.7%；业务复苏开始较早的 EMEA² 地区，销售收入上升了 6.3%。

1 至 9 月，基本 EBITDA 的增速明显超过销售收入，同比提升 12.8%，至 7.74 亿欧元。销量、产品组合及规模经济抵消了汇率波动的负面影响。相应利润率较上年同期的 27.7% 提升 2 个百分点，达到 29.7%。

基本净利润的增长更为强劲，同比上升了 17.0%，达到 2.44 亿欧元，而去年同期为 2.08 亿欧元。普通股每股基本收益升至 3.52 欧元（去年同期：3.01 欧元），优先股每股收益升至 3.53 欧元（去年同期：3.02 欧元）。

截至 2025 年 9 月 30 日，赛多利斯员工总数达到 13,878 人，比 2024 年底增加 350 人，新增岗位主要集中在生产领域。

赛多利斯集团的资产负债表及主要财务指标保持稳健。截至 2025 年 9 月 30 日，股本比率为提升至 39.7%（2024 年 12 月 31 日：38.6%）。按计划，净负债与基本 EBITDA 的比率进一步降低至 3.7（2024 年 12 月 31 日：4.0）。公司在全球研发及生产基础设施上的投资达 3.05 亿欧元，去年同期为 3.19 亿欧元。资本支出与销售收入的比率在年内按计划有所上升，截至 9 月底达到 11.7%（去年同期：12.9%）。

生物工艺解决方案板块业务发展

生物工艺解决方案板块业务占集团销售收入的四分之三以上，提供广泛的创新技术，助力生物制药的高效与可持续生产，再次实现了显著增长。今年 1 月至 9 月，按固定汇率计算该板块的销售收入上涨 9.9%（据报告：7.8%），达到 21.15 亿欧元。这一发展主要得益于用于生物制药的、高利润一次性耗材的业务保持强劲增长。受整体行业客户投资谨慎影响，生物工艺设备及系统业务依然疲软，但已趋于稳定。

受销量、产品组合及规模经济的影响，基本 EBITDA 的增幅甚至超越了销售收入，达到了 17.3%，即 6.67 亿欧元（上年同期：5.68 亿欧元）。利润率从 2024 年同期的 28.9% 显著增长到 31.5%。

在本财年前九个月，生物工艺板块拓展了产品组合，以进一步提升药物生产效率，包括推出用于强化工艺的新产品，以及在第三季度上市的用于单抗的先进过滤解决方案，可缩短工艺流程并减少耗水量，新的生物工艺软件解决方案同步面市。此外，该板块还与美国初创公司 Nanotein Technologies 建立合作，以推进创新试剂的商业化和开发，促进细胞疗法生产中的细胞活化和扩增。

实验室产品与服务板块业务发展

规模相对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，在持续充满挑战的市场环境下表现出顽强的韧性，前九个月业务逐步恢复，并如期在第三季度略有增长。

1 至 9 月间，其销售收入略有下降，按固定汇率计算为-1.3%（据报告：-3.2%），达到 4.95 亿欧元。7 月初收购的微观组织专家 MATTEK 公司为销售收入增长贡献了近 1 个百分点。实验室耗材和服务业务继续明显增长。实验室仪器业务虽然依旧疲软，但已趋于稳定，这得益于近期生物分析类产品的积极发展势头，上半年推出的新品也为此做出了贡献。

主要受销量和产品组合的影响，基本 EBITDA 达到 1.08 亿欧元，低于上年同期的 1.18 亿欧元。相应利润率达到 21.7%（去年同期：23.2%）。

在产品组合方面，除了上半年面市的生物分析类新产品外，该部门最近还在称重技术领域推出了一项先进技术，实现按照 ISO 标准更快校准移液器。

明确 2025 财年业绩指引

基于年初至今的业绩表现，并考虑到现有关税的预期影响、收购 MATTEK 公司带来的贡献以及 2024 财年第四季度的高对比基数，管理层进一步明确了集团及两大板块的全年业绩指引。

目前，公司预计集团销售收入增长约 7%（此前为：约 6%的有机增长，预测范围约为正负两个百分点）。其中包括约 0.3%的非有机增长。生物工艺解决方案板块预计将达到之前预测的范围上限，实现约 9%的增长（之前为：约 7%的有机增长，预测范围约为正负两个百分点）。实验室产品与服务板块的销售收入将与上年持平。

收购 MATTEK 公司将带来 1 个百分点的增长贡献（原计划：约 1%的有机增长，预测范围约为正负两个百分点）。

在盈利能力方面，管理层预计集团的基本 EBITDA 利润率将略高于 29.5%（之前为 29%至 30%），其中生物工艺解决方案板块的利润率将略高于 31.5%（之前为 31%至 32%），实验室板块的利润率将达到 21.5%（之前约为 22%至 23%）。

资本支出与销售收入的比率保持不变，预计约为 12.5%；净债务与基本 EBITDA¹的比率预计仍将降低至 3.5 左右。

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以及贸易政策框架条件，对业务产生了深远的影响。这导致在预测业务数据的不确定性更高。

2025 前九个月关键绩效指标

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 9 个月	2024 9 个月	Δ % 据报告	Δ % cc ¹	2025 9 个月	2024 9 个月	Δ % 据报告	Δ % cc ¹	2025 9 个月	2024 9 个月	Δ % 据报告	Δ % cc ¹
销售收入												
销售收入	2,610.5	2,473.9	5.5	7.5	2,115.3	1,962.4	7.8	9.9	495.2	511.5	-3.2	-1.3
▪ 欧洲、中东和非洲地区 ²	1,084.1	1,020.1	6.3	6.3	886.6	813.6	9.0	9.1	197.5	206.4	-4.3	-4.4
▪ 美洲 ²	924.8	879.4	5.2	8.2	762.7	713.6	6.9	9.9	162.1	165.8	-2.2	0.7
▪ 亚太地区 ²	601.6	574.4	4.7	8.7	466.0	435.2	7.1	11.3	135.6	139.3	-2.6	0.8
业绩												
息税折旧摊销前利润 ³	774.2	686.5	12.8		666.5	568.0	17.3		107.7	118.5	-9.1	
息税折旧摊销前利润率 ³	29.7	27.7			31.5	28.9			21.7	23.2		
相关净利润 ⁴	243.6	208.2	17.0									
净利润 ⁵	124.7	75.1	66.0									
现金流												
经营活动现金流	511.0	612.9	-16.6									
自由现金流 ⁶	199.7	280.5	-28.8									
每股财务数据												
普通股每股收益 ⁴ (欧元)	3.52	3.01	16.9									
优先股每股收益 ⁴ (欧元)	3.53	3.02	16.8									

- 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

数据未经审计或审核

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