

德国哥廷根 | 2026 年 4 月 23 日

## 赛多利斯 2026 年开局良好：销售收入显著增长，盈利能力保持稳健

- 集团销售收入增长 7.5%
- 生物工艺解决方案板块增长 8.1%；实验室产品与服务板块恢复稳步增长，销售收入提升 4.9%
- 盈利能力保持稳健：基本 EBITDA<sup>1</sup> 利润率达 29.7%
- 确认 2026 年全年业绩指引

2026 年第一季度，生命科学集团赛多利斯继续保持了符合预期的积极销售和盈利增长态势。

“我们的增长之路仍在继续：赛多利斯以销售额的显著提升开启了 2026 年，这主要得益于两大业务板块经常性耗材业务的强劲上涨。正如预期，设备和仪器业务依然疲软，但预计将在这个过渡年的未来几个季度有所好转。与此同时，实验室业务已重回增长轨道。我们的利润率保持强韧，并在第一季度成功应对了地缘政治紧张局势、持续的宏观经济不确定性以及关税带来的不利影响，”赛多利斯首席执行官 Michael Grosse 博士表示，“在生物制药行业，创新不仅是加速研发周期的关键，更是从根本上提升成本效率的核心。与此同时，研发管线中分子数量的增加——包括众多新型治疗模式——进一步凸显了对能够简化工作流程、提升新疗法研发与生产效率的技术的迫切需求，而这正是我们业务的核心所在。基于市场发展态势、我们强大的商业模式以及第一季度的稳健表现，我们确认 2026 年全年业绩指引。”

### 集团业务发展<sup>1</sup>

2026 年前三个月，赛多利斯集团实现销售收入 8.99 亿欧元，按固定汇率计算，较上年同期增长 7.5%。这一增长主要得益于两大业务板块在耗材和服务方面强劲的经常性业务；生物工艺设备和实验室仪器业务呈现出预期的波动，预计年内将有所好转。2025 年 7 月初收购的微组织专家 MATTEK 为销售收入的增长贡献了 0.5 个百分点。由于汇率波动带来的显著负面影响，报告中的集团增长率为 1.8%。

所有地区都为业务的积极发展做出了贡献。按固定汇率计算， EMEA<sup>2</sup> 地区的销售收入增长了 8.0%，达到 3.92 亿欧元；美洲地区增长了 6.0%，达到 3.08 亿欧元；亚太地区增长了 8.9%，达到 1.99 亿欧元。

与去年同期相比，集团 1 至 3 月期间的 EBITDA 小幅增长 1.6%，达到 2.67 亿欧元。良好的销量和规模经济效应被关税影响、产品组合效应以及对未来增长计划的投资所抵消。在此背景下，相应利润率保持稳健，达 29.7%（上年同期：29.8%）。基本净利润较上年同期的 8,500 万欧元略微下降 1.9%，至 8,300 万欧元。普通股每股基本收益为 1.20 欧元（上年同期：1.22 欧元），优先股每股收益为 1.21 欧元（上年同期：1.23 欧元），这主要由于全球产能扩张导致折旧费用的增加。

赛多利斯集团在所有地区的员工人数均有所增加，主要由于新增了生产人员。截至 2026 年 3 月 31 日，公司员工总数为 14,242 人，较 2025 年底增加了 200 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 2026 年 3 月 31 日，股权比率为 39.4%（2025 年 12 月 31 日：39.8%）。净债务与基本 EBITDA 比率按计划再次小幅下降至 3.53（2025 年 12 月 31 日：3.55）。第一季度，公司在全球研发和生产基础设施方面的投资总额为 7,800 万欧元，去年同期为 7,600 万欧元。资本支出的占比与上年持平，为 8.6%。

### 生物工艺解决方案板块业务发展

占集团销售收入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，在 2026 年第一季度保持了强劲的增长势头。按固定汇率计算，销售收入较上年同期显著增长 8.1%（据报告：2.4%），达到 7.35 亿欧元。

该板块的 EBITDA 增长了 3.4%，达到 2.33 亿欧元。良好的销量和规模经济效应被关税影响、产品组合效应以及对未来增长计划的投资所抵消。相应的利润率上升至 31.8%（上年同期：31.5%）。

生物工艺板块聚焦客户需求，在第一季度持续并系统地开拓其产品组合。细胞疗法平台 Eveo 的推出，为行业带来了一种全新且更高效的生产方式。通过将原材料、生产设备、软件和质量控制分析整合到一个封闭的自动化系统中，该平台大幅简化了细胞疗法的生产流程。此外，团队还推出了一种新型基因工程改造的 CHO 宿主细胞系，以满足日益增长的更快、更高效开发细胞系的需求。

### 实验室产品与服务板块的业务发展

作为两大板块中规模较小的一方，实验室产品与服务专注于服务生命科学研究和制药实验室，在本财年第一季度凭借较低的上年同期基数，重回稳步增长轨道。除了稳定的经常性业务外，生物分析产品也呈现出积极发展态势。该板块的销售收入达到 1.64 亿欧元，按固定汇率计算增长 4.9%（据报告：-0.6%），其中收购 MATTEK 带来的非有机增长贡献了 2.8 个百分点。

基本 EBITDA 为 3,400 万欧元，上年同期为 3,700 万欧元。良好的销量和规模经济效应被关税影响、产品组合效应以及对未来增长计划的投资所抵消。相应的利润率为 20.7%（上年同期：22.6%）。

在解决方案方面，实验室板块于第一季度推出了新款 CellCelector CLD，再次满足了加速细胞系开发的需求。该自动化成像和细胞分离平台帮助客户快速识别并记录最具潜力的细胞克隆。此次产品发布是赛多利斯生物分析仪器产品组合的最新扩展，在 2025 年公司就曾成功推出了三款新品。

### 确认 2026 财年业绩指引

基于公司今年前三个月的稳健表现以及整体市场走势，管理层确认了 2026 财年全年的业绩指引。

“我们对 2 月初制定的全年业绩指引很有把握，并预计下半年在绝对数值上将胜于上半年”，Grosse 说：“我们的信心来自于生物制药市场积极的发展基本面，以及我们对于由地缘政治和宏观经济紧张局势所引发的持续波动与不确定性的应对能力。”

2026 年全年，管理层保持其预测，即赛多利斯集团的销售收入按固定汇率计算将增长 5%至 9%左右，其中包含了收购 MATTEK 带来的约 1%的贡献以及美国关税附加费的影响。得益于销量和规模效应，基本 EBITDA 利润率应升至略高于 30%（上年：29.7%）。

资本支出占销售收入的比例预计将维持在与 2025 年（12.5%）相近的水平。这反映了集团为支持中期增长目标，在研发、产能、技术及创新方面持续的战略投资。管理层预计，剔除潜在资本措施和/或收购后，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的销售收入按固定汇率计算预计将增长约 6%至 10%，主要由耗材业务驱动，而设备业务预计将至少保持稳定。基本 EBITDA 利润率将略高于 32%（上年：31.7%）。

对于实验室产品与服务板块，管理层预测按固定汇率计算的销售收入增长率约达 2%至 6%，其中 MATTEK 为增长约贡献 1.5 个百分点。这反映出耗材和服务业务将持续强劲，而仪器业务至少保持稳定。基本 EBITDA 利润率预计将略低于 21%（上年同期：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、产品组合效应，以及当前关税带来的摊薄效应。

鉴于生命科学行业持续的高动态性和波动性，该预测仍存在较大不确定性，这一点已体现在当前指引的区间范围中。此外，美国关税政策可能发生的变化尚未纳入当前预测之中。

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，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。

## 2026第一季度关键绩效指标

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			
	Q1 2026	Q1 2025	Δ % 据报告	Δ % 据报告 <sup>1</sup>	Q1 2026	Q1 2025	Δ % 据报告	Δ % 据报告 <sup>1</sup>	Q1 2026	Q1 2025	Δ % 据报告	Δ % 据报告 <sup>1</sup>
<b>销售收入</b>												
销售收入	899.1	883.0	1.8	7.5	735.1	718.0	2.4	8.1	164.0	165.0	-0.6	4.9
▪ 欧洲、中东和非洲地区 <sup>2</sup>	392.4	364.4	7.7	8.0	327.0	299.3	9.2	9.5	65.4	65.1	0.5	0.8
▪ 美洲 <sup>2</sup>	307.9	320.9	-4.1	6.0	254.7	268.5	-5.1	4.8	53.1	52.3	1.5	11.9
▪ 亚太 <sup>2</sup>	198.9	197.7	0.6	8.9	153.4	150.1	2.2	10.6	45.5	47.6	-4.5	3.4
<b>业绩</b>												
息税折旧摊销前利润 <sup>3</sup>	267.3	263.0	1.6		233.4	225.8	3.4		33.9	37.2	-9.0	
息税折旧摊销前利润率 <sup>3</sup>	29.7	29.8			31.8	31.5			20.7	22.6		
基本净利润 <sup>4</sup>	83.2	84.8	-1.9									
净利润 <sup>5</sup>	56.2	48.5	16.0									
<b>现金流</b>												
经营活动现金流	188.9	139.2	35.8									
自由现金流 <sup>6</sup>	112.9	61.1	84.6									
<b>每股财务数据</b>												
普通股每股收益 <sup>4</sup> €	1.20	1.22	-2.0									
优先股每股收益 <sup>4</sup> €	1.21	1.23	-1.9									

- 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

上述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，足迹遍布全球。赛多利斯通过不断收购互补性技术以扩充其产品组合。2025 财年集团销售收入约为 35 亿欧元。目前，逾 14,000 员工为全球客户提供服务。

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](mailto:leona.malorny@sartorius.com)