

德国哥廷根 | 2026 年 7 月 23 日

赛多利斯保持积极发展势头，持续实现盈利增长

- 业务发展符合预期：两大板块均实现稳健增长
- 上半年业绩受美国关税退款，以及向客户补偿相应附加费用等非经营性因素影响
- 剔除向客户进行关税补偿的影响，集团经营性销售收入按固定汇率计算增长 7.7%
- 基础 EBITDA¹ 利润率上升 0.5 个百分点，达到 30.3%
- 管理层确认 2026 全年业绩指引

生命科学集团赛多利斯 2026 年上半年延续积极发展态势，并在销售收入和盈利能力方面实现稳健增长。

赛多利斯首席执行官 Michael Grosse 博士表示：“2026 年上半年所呈现的发展态势让我们倍感鼓舞：我们经营的业务如预期朝着正确的方向不断前进，产品组合的各个关键领域均发展良好。经常性业务再次成为两大板块增长的主要驱动力。同时，设备和仪器业务进一步趋于稳定，甚至恢复了小幅增长；实验室业务板块的发展动力也继续增强。鉴于美国关税退款的时间和金额曾一度存在不确定性，如今能够获得更明确的信息对我们是有利的——尽管这对我们的报告业绩产生了非经营性影响。这些退税使我们能够向客户补偿其此前支付的附加费用。基于当前业务持续向好的发展势头，以及终端市场逐步改善的态势，我们对下半年的业务表现保有信心，并确认 2026 年全年业绩指引。”

集团业务发展¹

在本财年上半年，赛多利斯集团实现销售收入 18.11 亿欧元，按固定汇率计算，经营性销售收入较上年同期增长 7.7%。经常性耗材业务仍是两大板块增长的主要推动力。此外，生物工艺设备和实验室仪器业务持续企稳，并实现小幅增长。2025 年 7 月收购的微组织专家 MATTEK 为集团销售收入增长贡献了 0.5 个百分点。

上半年业绩受到了一项非经营性因素的影响：在第二季度末，公司收到了一笔关税退款。该退税源于美国最高法院裁定相关征费无效，其金额和到账时间曾一度存在不确定性。由于赛多利斯计划补偿客户此前支

付的关税及附加费用，因此相关金额被计入销售成本和销售收入的抵减项。包含了向客户进行关税补偿的影响后，销售收入按固定汇率计算增长 6.2%（据报告：2.5%）。

所有地区均为积极的业务表现做出了贡献：按固定汇率计算，EMEA² 地区较上年同期增长 7.2%，销售收入达到 7.84 亿欧元。美洲地区受到向客户进行美国关税补偿的影响，实现销售收入 6.08 亿欧元。剔除关税补偿影响后，按固定汇率计算增长 5.6%；计入该影响后，按固定汇率计算增长 1.2%。亚太地区在中国市场持续复苏的带动下表现强劲，按固定汇率计算销售收入增长 12.1%，达到 4.19 亿欧元。

2026 年前六个月，集团基础 EBITDA 增长 3.9%，达到 5.48 亿欧元，相应利润率上升 0.5 个百分点至 30.3%（上年同期：29.8%）。积极的销量提升和规模经济效应，足以抵消产品组合以及投资发展计划带来的影响。此外，利润率走势受到正反两面技术因素的影响，即现有美国关税的负面影响，和关税退款的正面影响，两者基本相互抵消。

基础净利润小幅增长 2%，达到 1.72 亿欧元（上年同期：1.69 亿欧元）。普通股每股基础收益为 2.49 欧元（上年同期：2.44 欧元），优先股每股基础收益为 2.50 欧元（上年同期：2.45 欧元）。

今年上半年，赛多利斯集团各地区员工人数均有所增加，主要原因是新增了生产人员。截至 2026 年 6 月 30 日，公司员工人数为 14,279 人（2025 年 12 月 31 日：14,042 人）。

赛多利斯集团的资产负债表和关键财务指标保持稳健水平。截至 2026 年 6 月 30 日，权益比率提升至 41.6%（2025 年 12 月 31 日：39.8%）。按计划，净债务与基础 EBITDA 的比率进一步下降至 3.51（2025 年 12 月 31 日：3.55）。2026 年前六个月，公司在全球研发和生产基础设施方面的投资为 1.61 亿欧元，与上年同期持平。资本支出占销售收入的比例为 8.9%（上年同期：9.1%）。

生物工艺解决方案板块业务发展

贡献集团销售收入约 80%的生物工艺解决方案板块，为更高效、更可持续地生产生物药剂提供广泛的创新技术。该板块在 2026 年上半年保持了盈利性增长态势，销售收入增至 14.75 亿欧元。剔除向客户提供关税补偿的影响，按固定汇率计算，经营性销售收入较上年同期增长 8.3%。计入该影响后，销售收入按固定汇率计算增长 6.7%（据报告：2.8%）。

该板块基础 EBITDA 增长 5.2%，达到 4.77 亿欧元，相应利润率上升至 32.3%（上年同期：31.6%）。积极的销量和规模经济效应，充分抵消了产品组合变化带来的不利影响。此外，利润率走势受到与美国关税相关的正反两面技术因素影响，两者基本相互抵消。

为帮助客户加速生物制品的生产，生物工艺板块在报告期内发布了多项新品，进一步丰富了解决方案组合。Ambr 250 高通量细胞治疗罐体旨在支持细胞疗法，从早期开发到商业化生产全过程中，实现更高效的工艺开发和更优化的规模放大。该系统还可为日益数字化及 AI 赋能的工作流程，生成结构化、高质量的工艺数据。该业务板块新推出的 Quad 和 Cross 模块，扩展了支持连续流强化工艺的 Pionic 平台。新系统支持灵活的多柱层析，以及集成化超滤和透析工作流程，进一步巩固了赛多利斯在强化下游工艺领域的地位。

实验室产品与服务板块业务发展

两大板块中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，保持了良好的业务发展势头。其增长主要得益于经常性耗材和服务业务，受到生物分析产品组合的有力推动，仪器相关的一次性业务持续趋于稳定。报告期内，该板块销售收入增至 3.35 亿欧元。剔除向客户提供关税补偿的影响，按固定汇率计算，销售收入增长 5.3%。计入该影响后，销售收入按固定汇率计算增长 4.3%（据报告：0.9%）。2025 年 7 月收购的微组织专家 MATTEK 为该板块销售收入增长贡献了 2.8 个百分点。

该板块基础 EBITDA 达到 7,100 万欧元，上年同期为 7,400 万欧元。相应利润率为 21.2%（上年同期：22.3%）。积极的销量影响和规模经济效应，充分抵消了投资发展计划。此外，利润率走势受到与美国关税相关的正反两面技术因素的影响，两者基本相互抵消。

报告期内，实验室板块通过推出 Cubis III 等产品进一步扩展产品组合。赛多利斯最新一代高端实验室天平专为严苛的实验室环境设计，提供 AI 赋能实验室所需的直接连接、内置合规功能和简化的数据管理。

确认 2026 财年业绩指引

基于 2026 年上半年的业务表现以及相关终端市场的持续向好态势，管理层确认全年业绩指引。

管理层继续预计，按固定汇率计算，赛多利斯集团销售收入将增长约 5%至 9%，生物工艺解决方案板块约增长 6%至 10%，实验室产品与服务板块约增长 2%至 6%。其中包括 MATTEK 收购带来的增长贡献，集团层面约为 0.3 个百分点，实验室产品与服务板块约为 1.5 个百分点。

剔除关税影响后的经营性业务预计将积极发展，并符合最初预期。因此，按固定汇率计算，集团和生物工艺解决方案板块经营性销售收入的增长预期，将大致位于各自指引区间的中位附近，而实验室产品与服务板块的增幅预计将位于其指引区间的上半部分。

集团 5%至 9%的业绩指引已考虑了关税环境变化的影响。针对被非法征收的美国关税而计划向客户进行的补偿，可能使收入较最初假设减少最多 4,000 万欧元。计入该影响后，按固定汇率计算，集团和生物工艺

解决方案板块销售收入的增长预期将位于各自指引区间的下半部分，而实验室产品与服务板块的增幅预计将位于其指引区间的中位附近。

在盈利能力方面，管理层继续预计集团板块 EBITDA 利润率将提升至略高于 30%，生物工艺解决方案板块的利润率将增长至略高于 32%，实验室产品与服务板块的利润率将略低于 21%。

资本支出占销售收入的比例仍预计将保持在与上年相近的水平（12.5%）。净债务与基础 EBITDA 的比率应降至略高于 3（上年为 3.55）。

与往年一样，所有预测数据均基于固定汇率。管理层指出，近年来行业动态和波动性显著增加。此外，地缘政治环境变化及相关关税措施带来的不确定性仍然具有重要影响。因此，对业务表现的预测仍存在高度不确定性。

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。

- 基础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
- 基础净利润：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。

2026 上半年关键绩效指标

	集团				生物工艺解决方案				实验室产品与服务			
单位百万欧元 (除非另有说明)	2026 上半年	2025 上半年	Δ% 据报告	Δ % 据报告 ¹	2026 上半年	2025 上半年	Δ% 据报告	Δ % 据报告 ¹	2026 上半年	2025 上半年	Δ% 据报告	Δ % 据报告 ¹
销售收入												
销售收入	1,810.9	1,767.3	2.5	6.2 7.7 ²	1,475.5	1,434.9	2.8	6.7 8.3 ²	335.4	332.4	0.9	4.3 5.3 ²
▪ 欧洲、中东和非洲地区 ³	784.2	731.8	7.2	7.2	650.3	601.6	8.1	8.1	133.9	130.2	2.9	2.9
▪ 美洲 ³	608.0	638.4	-4.8	1.2 5.6 ²	501.4	529.3	-5.3	0.7 5.3 ²	106.6	109.1	-2.2	3.7 6.8 ²
▪ 亚太 ³	418.7	397.1	5.4	12.1	323.8	304.0	6.5	13.5	94.8	93.2	1.8	7.2
业绩												
息税折旧摊销前利润 ⁴	547.8	527.3	3.9		476.7	453.3	5.2		71.1	74.0	-4.0	
息税折旧摊销前利润率 ⁴	30.3	29.8			32.3	31.6			21.2	22.3		
基本净利润 ⁵	172.1	168.7	2.0									
净利润 ⁶	122.2	81.0	50.9									
现金留												
经营活动现金流	364.4	289.4	25.9									
自由现金流 ⁷	207.7	121.9	70.4									
每股财务数据												
普通股每股收益 ⁵ €	2.49	2.44	2.0									
优先股每股收益 ⁵ €	2.50	2.45	2.0									
资产负债表 财务数据												
	2026 6月 30日	2025 12月 31日										
资产负债表总额	9,601.5	9,717.2										
权益	3,997.6	3,867.2										
权益比例 ⁸	41.6	39.8										
净债务	3,761.1	3,741.1										
净债务与基础 EBITDA 比率 ⁹	3.51	3.55										

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 扣除对客户进行关税补偿前的经营性销售增长

3 根据客户地点

4 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

5 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

6 扣除非控股股东权益

7 经营活动现金流减去投资活动现金流

8 权益占资产负债表总额的比例

9 净负债与过去 12 个月基础 EBITDA 的比率，其中包括同期并购贡献的备考金额

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，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