

德国哥廷根，2025 年 2 月 5 日

赛多利斯 2024 财年收官：第四季度表现出色，整体趋势向好；全年业绩目标达成

- 2024 年业绩初步结果：销售收入 33.81 亿欧元（按固定汇率计算同比增长 0.1%），基本息税折旧摊销前利润率达 28.0%
- 订单量增长 10.8%，下半年需求回暖明显
- 2025 年整体展望谨慎乐观：两大业务板块均预计实现盈利增长

据初步数据，生命科学集团赛多利斯在2024年保持了稳固的市场地位和较高的盈利能力，尽管行业低迷持续时间长于预期，全年销售收入仍与去年持平。公司完全达成了年中调整后的增长和盈利目标。展望2025年，管理层预计公司将实现适度且高于市场水平的盈利增长。

“对整个生命科学行业而言，2024年市场环境充满挑战：客户因疫情囤货所导致的去库存周期远超预期，投资意愿低迷，中国市场持续疲软。在此背景下，我们对取得的业绩感到满意，整体趋势也在不断向好。”赛多利斯首席执行官Joachim Kreuzburg表示，“下半年，尤其是第四季度的业务发展，验证了我们的判断——需求的暂时疲软正在接近尾声，行业正逐步回归长期稳健的增长轨道。当然，我们不应过度解读单个季度的表现。对于2025年，我们仍保持谨慎态度，预计市场需求将继续恢复，但整体增长仍可能低于长期平均水平。在这一环境下，我们预计赛多利斯的销售收入将实现温和增长，并带动盈利能力提升。”

集团业务发展¹

在报告年度，赛多利斯集团实现销售收入 33.81 亿欧元，与上年基本持平（按固定汇率计算：+ 0.1%，据报告：- 0.4%），其中非有机增长²贡献 2 个百分点。耗材业务的发展尤为积极，随着大多数客户都达到了目标库存水平，订单量逐渐恢复到与其生产活动相应的水平。来自先进疗法产品的销售收入保持高于平均水平的增长，而受客户投资意愿低迷影响，生物工艺设备和实验室仪器业务增速放缓。与销售相比，订单量的增长更为强劲，按固定汇率计算，同比达到两位数的 10.8%（据报告：+10.1%）。

正如预期，业务表现在第四季度尤为亮眼。10 月至 12 月，赛多利斯实现销售收入 9.07 亿欧元，按固定汇率计算同比增长 6.5%；订单量大幅跃升 21.5%。

2024 财年，各地区业务表现不尽相同。EMEA³地区占集团业务约 41%，销售收入增长 5.5%。尽管中国市场依然低迷，亚太地区仍实现 1.4% 的小幅增长，收入占比达 23%。美洲地区则受客户投资疲软影响，销售收入下降 6.1%，占集团业务约 36%。

集团基本 EBITDA 为 9.45 亿欧元，基本与上年的 9.63 亿欧元持平，利润率达 28.0%（上一年：28.3%），保持在较高水平。

基础净利润达 2.8 亿欧元，2023 年为 3.39 亿欧元。普通股每股收益为 4.05 欧元（上一年：4.94 欧元），优先股每股收益为 4.06 欧元（上一年：4.95 欧元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，赛多利斯全球员工总数为 13,528 人，2023 年底为 14,614 人。

主要财务指标

集团的资产负债表和财务指标保持稳健。截至 2024 年 12 月 31 日，股权比率为 38.6%（2023 年 12 月 31 日：28.3%），主要得益于 2024 年 2 月初成功完成的增资。

净经营现金流大幅增长 14.4%，达到 9.76 亿欧元，相较于 2023 年 8.54 亿欧元有所上升，主要源于计划中的营运资本减少。净负债与基本 EBITDA 的比率按计划进一步下降，年末降至 4.0（2023 年 12 月 31 日：5.0）。集团在研发及全球生产基础设施上的投资为 4.1 亿欧元（上一年：5.6 亿欧元），资本支出占销售收入比例符合预期，为 12.1%（2023 年：16.5%）。

生物工艺解决方案板块业务发展

生物工艺解决方案板块为生物制药提供广泛的创新技术，助力高效、可持续的生产。2024 年，其销售收入按照固定汇率小幅增长 0.9%（据报告：+0.5%，第四季度同比¹：+6.0%），达 26.9 亿欧元，其中非有机增长²贡献约 2.5%。业务增长的主要动力来自于一次性耗材的强劲复苏以及先进疗法相关产品的快速发展，这些增长足以抵消客户在生物工艺设备上的谨慎投资。订单量增幅比销售更为显著，按固定汇率计算达 12.7%（据报告：+12.0%，第四季度同比¹：+23.1%）。该板块基本 EBITDA 同比增长 0.6%，达到 7.87 亿欧元（上一年：7.82 亿欧元），利润率升至 29.3%（上一年：29.2%）。

在报告年度，生物工艺解决方案板块扩展了其在生物制剂工艺开发和生产领域的产品组合，并推出了一系列新产品。除了为细胞和基因疗法客户提供创新解决方案以外，还在流体管理和过滤这两大高收入产品组推出了新品。此外，与一大客户合作开发的连续流生物工艺平台在年度内取得了进展，该平台将显著提高效率，从而减少资源消耗。

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，持续受到中国等终端市场低迷以及客户投资意愿不明显的影响。2024 年，其销售收入为 6.91 亿欧元，按固定汇率计算同比下降 3.0%（据报告：-3.8%，第四季度同比¹：+8.6%）。相比之下，订单量有所回升，全年达到 6.84 亿欧元，同比增长 4.1%（据报告：+3.3%，第四季度同比¹：+14.9%）。受销量及产品结构影响，该板块基本 EBITDA 下降 12.3% 至 1.58 亿欧元，对应利润率为 22.9%（上一年：25.1%）。

2024 年，实验室产品与服务板块推出多款创新仪器，支持药物开发。作为生命科学研究的关键技术之一，类器官是研发的重点。在生物分析领域，该板块开发了新的解决方案，用于创建和分析这些 3D 培养物。同时，该板块还与合作伙伴共同推进类器官技术，替代动物实验模型。此外，实验室仪器产品组合还聚焦于减少塑料及包装浪费。

2025 财年展望保持审慎：两大业务板块均预计实现盈利增长

赛多利斯集团管理层预计，2025 财年生命科学市场将持续复苏并实现增长，但增速仍可能低于长期平均水平。在此背景下，集团预计实现高于市场水平的盈利性增长，并推动销售收入温和提升，主要由耗材类产品的经常性业务驱动。由于各细分市场的发展节奏不同，预计生物工艺解决方案业务板块的增长贡献将高于实验室产品与服务业务板块。

基于业务增长预期、产品组合优化带来的积极影响，以及去年实施的增效计划，集团预计 2025 年基本 EBITDA 将实现高于销售收入增速的增长。此外，赛多利斯将继续推进有机债务削减战略，重点关注营运资金管理和投资规划。

集团将在 2025 年第一季度结束后发布具体业绩预测。

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。

- cc = 固定汇率: 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
- 订单量：在相应报告期内签订合同及预订的所有客户订单
- 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
- 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比值，包括本期收购导致的预计金额

2 收购 Polylus

3 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。

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。

2024财年初步关键业绩指标

赛多利斯集团				生物工艺解决方案				实验室产品与服务				
单位：百万欧元			Δ (%)	Δ %			Δ (%)	Δ %			Δ (%)	Δ %
(除非另有说明)	2024	2023	据报告	cc ¹	2024	2023	据报告	cc ¹	2024	2023	据报告	cc ¹
订单量和销售收入												
订单量 ²	3,377.5	3,066.9	10.1	10.8	2,693.1	2,404.1	12.0	12.7	684.4	662.8	3.3	4.1
销售收入	3,380.7	3,395.7	-0.4	0.1	2,690.2	2,678.2	0.5	0.9	690.5	717.5	-3.8	-3.0
▪ 欧洲、中东和非洲地区 ³	1,388.9	1,315.9	5.5	5.5	1,111.0	1,042.2	6.6	6.5	277.9	273.7	1.5	1.7
▪ 美洲 ³	1,199.6	1,280.4	-6.3	-6.1	974.1	1,047.8	-7.0	-6.8	225.5	232.6	-3.1	-2.7
▪ 亚太地区 ³	792.3	799.4	-0.9	1.4	605.1	588.2	2.9	5.3	187.1	211.2	-11.4	-9.4
收益												
息税折旧摊销前利润 ⁴	945.3	962.7	-1.8		787.2	782.3	0.6		158.1	180.3	-12.3	
息税折旧摊销前利润率 ⁴ %	28.0	28.3	-0.3pp		29.3	29.2	+0.1 pp		22.9	25.1	-2.2pp	
相关净利润 ⁵	279.9	338.5	-17.3									
净利润 ^{6, 7}	84.0	205.6	-59.1									
每股财务数据												
普通股每股收益 ⁵ (欧元)	4.05	4.94	-18.0									
优先股每股收益 ⁵ (欧元)	4.06	4.95	-18.0									

1 cc = 固定汇率: 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 在相应报告期内签订合同及预订的所有客户订单

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 由于最终确定了收购 Polyplus 的购买价分配，去年数字已作修订

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。据初步数据，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。

联系人

Petra Kirchhoff

企业传播与投资者关系负责人

+49 (0)551.308.1686