

哥廷根，2024 年 4 月 18 日

赛多利斯第一季度业绩符合预期；经常性业务订单显著增长；中国需求持续疲软；全年展望确认

- 客户库存削减进一步推进；按固定汇率计算，订单量增长近 10%
- 销售收入按固定汇率计算下降 7.6%；基本息税折旧及摊销前利润率保持 28.6%的高水平

在持续充满挑战的市场环境中，生命科学集团赛多利斯第一季度按预期收官，与去年同期的强劲表现相比，订单量有所增加，销售收入下降。展望全年，集团依然预测业务势头将逐季回升，销售收入将在中高个位数百分比范围内增长。

“在第一季度，我们基本上看到了预计中的本财年开局，总体情况喜忧参半：我们的核心耗材业务订单明显增加，这表明客户方的降库存工作已进入后期阶段。细胞和基因治疗领域的客户业务发展良好，这是我们的主要战略重心，尽管这个仍然非常年轻的领域通常表现出较高的波动性。相比之下，尤其是中国以及一定范围内的欧洲客户，表现出明显的投资谨慎，这对我们的设备业务订单量产生了显著的抑制作用，”赛多利斯首席执行官Joachim Kreuzburg说，“我们对盈利能力的发展感到满意。息税折旧摊销前利润率继续保持在较高水平，我们的增效举措预计在未来几个月进一步产生效果。”

集团业务发展¹

2024 年前三月，赛多利斯集团的订单额按固定汇率计算比去年同期增长 9.8%（据报告：8.0%），达到 8.26 亿欧元，延续了 2023 年第三季度末以来的良好趋势。

第一季度的销售收入达 8.2 亿欧元，按固定汇率计算，同比下降 7.6%（据报告：-9.3%）。其中包括并购²带来的约 2%的增长。

从各地区看，除亚太地区受中国影响较大外，其他所有业务地区的需求均有所恢复：EMEA 地区³的订单量增长 6.5%，销售收入下降 4.4%。美洲地区的订单量以两位数的速度增长了 26.1%，销售收入则下降了 9.3%。在亚太地区，中国市场的持续疲软导致订单量（-4.8%）和销售收入（-10.4%）双双下降。

由于销售收入减少，前三个月的基本息税折旧摊销前利润下降了 13.8%，达 2.34 亿欧元。由此产生的利润率为 28.6%，而去年同期为 30.1%。

相关净利润达到 7,000 万欧元，而 2023 年前三月为 1.16 亿欧元。普通股每股基本收益为 1.01 欧元（上年同期：1.69 欧元），优先股每股收益为 1.02 欧元（上年同期：1.70 欧元）。截至 2024 年 3 月 31 日，全球员工人数为 14,338 人，上年同期为 15,547 人（2023 年 12 月 31 日：14,614 人）。

主要财务指标

集团的主要财务指标保持良好水平。截至 2024 年 3 月 31 日，资产负债率增至 35.4%（2023 年 12 月 31 日：28.3%），这主要源于 2024 年 2 月初完成的股权措施。净债务与基本息税折旧摊销前利润的比率从 2023 年 12 月 31 日的 5.0 显著降至 4.4。

主要由于盈利减少，运营现金流净额为 4,500 万欧元，去年同期为 2.02 亿欧元。投资活动产生的现金流为 -1.35 亿欧元，2023 年第一季度为 -1.37 亿欧元。资本支出（CAPEX）与销售收入的比率为 15.7%，去年同期为 15.0%。

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、疫苗以及细胞和基因疗法的生产提供广泛的创新技术，一次性耗材等核心经常性业务的需求按预期继续恢复。这一关键产品类别的销售收入和订单量进一步回升，而设备和系统业务由于低迷的客户投资活动而保持疲软。

按固定汇率计算，该板块第一季度的订单额增长了 15.0%（据报告：13.4%），达到 6.53 亿欧元，除中国外，所有地区均实现了增长。随着客户削减库存进一步推进，业务自 2023 年第三季度末开始复苏。2024 年前三月的订单量略高于销售收入，后者为 6.47 亿欧元，按固定汇率计算，这一数字比去年同期的强劲表现下降了 5.3%（据报告：-6.9%）。其中包括并购²带来的 2.8 个百分点的增长。

该板块的基本息税折旧摊销前利润下降至 1.93 亿欧元，积极的产品组合效应和成本基础的调整，部分弥补了销量的负面发展。利润率为 29.8%（去年同期：31.2%）。

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，在第一季度延续了自 2023 年底以来的增长势头。然而，由于中国市场非常疲软，以及客户投资活动依然低迷，订单量和销售收入与强劲的上年同期相比有所下降。

本财年前三月的订单量与销售收入持平，均为 1.73 亿欧元；按固定汇率计算，同比下降了 6.2%（据报告：-8.2%）。

该板块的销售收入达到 1.73 亿欧元，按固定汇率计算，同比下降了 15.3%（据报告：-17.1%），相较 2023 年底，发展趋势积极。

由于销量和产品组合的影响，该板块的基本息税折旧摊销前利润为 4,100 万欧元，而 2023 年第一季度为 5,500 万欧元，相应的利润率为 24.0%（上年同期：26.3%）。

2024 财年业绩展望

集团管理层确认了本财年的预期，并继续预计 2024 年上半年的业绩将保持温和，全年的业务势头将不断增强。此外，日益紧张的地缘政治局势和经济放缓也可能影响业务表现。

公司预测其销售收入的增幅将在中高个位数百分比范围，其中收购业务贡献约 1.5 个百分点。基本息税折旧摊销前利润率预计将略高于 30%（上一财年为 28.3%）。资本支出与销售收入的比率预计约为 13%，净债务与基本息税折旧摊销前利润的比率（不包括潜在并购）略高于 3.0。

对于生物工艺解决方案板块，管理层预计销售收入将有中到高个位数百分比的增长，其中包括收购业务带来的约 2 个百分点的贡献。该板块的基本息税折旧摊销前利润率预计将超过 31%（上一财年：29.2%），主要受 Polyplus 业务高于平均水平的盈利能力的积极影响。预计实验室产品与服务板块在本年度将持续复苏，销售收入将以较低的个位数百分比增长，基本息税折旧摊销前利润率将与上一财年持平（上一财年：25.1%）。

预测基于历史数据，符合财务政策。与往年一样，所有预测数字均基于固定汇率。管理层指出，近年来行业的变动性和波动性显著增加。此外，地缘政治局势变化带来的不确定性，如各国新出现的脱钩趋势，也在起着越来越大的作用。这导致了预测业务数据的不确定性更高。

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。

- 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
- 净负债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 收购 Polyplus

3 EMEA 包含欧洲、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。

2024 第一季度关键绩效指标

单位：百万欧元 (除非另有说明)	赛多利斯集团				生物工艺解决方案				实验室产品与服务			
	Q1 2024	Q1 2023	Δ (%) 据报告	Δ % cc ¹	Q1 2024	Q1 2023	Δ (%) 据报告	Δ % cc ¹	Q1 2024	Q1 2023	Δ (%) 据报告	Δ % cc ¹
销售收入和订单量												
订单量 ²	826.3	764.8	8.0	9.8	652.8	575.7	13.4	15.0	173.5	189.0	-8.2	-6.2
销售收入	819.6	903.2	-9.3	-7.6	647.0	695.0	-6.9	-5.3	172.5	208.2	-17.1	-15.3
▪ 欧洲、中东和非洲地区 ³	341.4	359.0	-4.9	-4.4	273.0	283.7	-3.8	-3.4	68.4	75.2	-9.0	-8.1
▪ 美洲 ³	288.3	322.2	-10.5	-9.3	233.1	255.6	-8.8	-7.6	55.2	66.6	-17.1	-16.0
▪ 亚太地区 ³	189.8	222.0	-14.5	-10.4	140.9	155.7	-9.5	-5.0	48.9	66.4	-26.4	-22.9
收益												
息税折旧摊销前利润 ⁴	234.4	271.9	-13.8		193.1	217.2	-11.1		41.4	54.8	-24.4	
息税折旧摊销前利润率%	28.6	30.1	-1.5pp		29.8	31.2	-1.4pp		24.0	26.3	-2.3pp	
相关净利润 ⁵	69.9	116.2	-39.9									
净利润 ⁶	36.7	93.1	-60.6									
每股财务数据												
普通股每股收益 ⁵ (欧元)	1.01	1.69	-40.5									
优先股每股收益 ⁵ (欧元)	1.02	1.70	-40.3									

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

关于赛多利斯

赛多利斯集团 (XETRA: SRT3 | STR) 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，帮助客户安全高效地制造生物技术药物、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。2023 财年集团销售收入约为 34 亿欧元。目前，约 14,600 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

+49-551-308-1686

petra.kirchhoff@sartorius.com