

哥廷根，2023 年 7 月 21 日

赛多利斯2023上半年销售如期回归，盈利保持高水平

- 2023 年上半年业绩：按固定汇率计算，销售收入-15.4%，若去除新冠相关业务，降幅收窄为个位数，基本息税折旧摊销前利润率达到 29.8%
- 生物工艺解决方案板块的销售收入与利润率下降；实验室产品与服务板块销售收入下降，但利润率保持稳定
- 确认 2023 年全年业绩展望；全球政治经济形势的不确定性依然很高
- 成功收购 Polyplus，开启整合

继前几年新冠相关业务和客户储备库存推动强劲增长之后，生命科学集团赛多利斯两大业务板块在2023年上半年的需求如期暂时性回归。今年上半年集团销售收入相应出现下降，但仍保持相对较高的盈利能力。集团管理层确认了6月中旬调整后的全年销售收入和盈利能力展望。

“今年上半年持续受到后疫情效应影响，客户继续减少库存，并由于产能富裕而减少投资。总体而言，两大板块的订单回暖比原先预期的更迟缓。然而，我们预计订购将在下半年逐渐恢复。无论如何，我们依然认为市场的基本驱动力非常积极，因此我们将继续开展全球投资计划。此外，我们还将创新技术纳入产品组合，例如本周完成的Polyplus收购。” 执行董事会主席兼首席执行官Joachim Kreuzburg表示。

集团业务发展¹

正如预期的那样，各地区的需求常态化在第二季度继续，并成为整个上半年的主导因素。今年一至六月，赛多利斯集团的销售收入达 17.35 亿欧元，同比下降 15.4%（据报告：-15.8%），受上一财年疫情的显著正面影响，这一数字的比较基数较高。收购²对增长贡献约为 1 个百分点。除去新冠相关业务，按固定汇率计算，销售降幅收窄为个位数。订单量按固定汇率回落 32.7%（据报告：-33.2%），达到 14.5 亿欧元。

上半年基本息税折旧摊销前利润为 5.17 亿欧元，同比下降 25.9%，主要由销售波动导致。由此产生的利润率为 29.8%，去年同期为 33.9%。采购和客户方面的价格效应在很大程度上相互抵消。

相关净利润为 2.02 亿欧元，去年同期为 3.34 亿欧元。普通股每股基本收益为 2.95 欧元（上年同期：4.88 欧元），优先股每股基本收益为 2.96 欧元（上年同期：4.89 欧元）。截至 2023 年 6 月 30 日，全球员工总人数为 15,048 人，2022 年底为 15,942 人。

主要财务指标

赛多利斯集团持续拥有非常稳健的资产负债表和财务基础。截至 2023 年 6 月 30 日，资产负债率为 38.4%（2022 年 12 月 31 日：38.1%），净负债与基本息税折旧及摊销前利润比率为 2.1（2022 年 12 月 31 日：1.7）。投资活动产生的现金流为-3.04 亿欧元，去年同期为-2.29 亿欧元。资本支出（CAPEX）与销售收入的比率为 17.3%，去年同期为 10.7%。

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和疫苗生产提供广泛的创新技术。继前几年疫情所致异常强劲增长之后，该板块的业务表现在 2023 上半年如期受到客户端减少库存和较低投资意愿的影响。因此，按固定汇率计算销售收入下降了 17.4%（据报告：-17.8%），为 13.46 亿欧元，低于去年同期的高水平。收购为增长贡献了约 1 个百分点。除去新冠相关业务，按固定汇率计算，降幅在高个位数百分比范围内。

市场环境的暂时性疲软对订单量的影响更为明显，上半年的订单量按固定汇率计算下降了 35.5%（据报告：-35.8%），为 11.02 亿欧元。

在销售下滑的背景下，该板块今年上半年的基本息税折旧及摊销前利润下降了 29.2%，为 4.14 亿欧元，利润率为 30.8%（去年同期：35.8%）。

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上半年销售收入达 3.89 亿欧元，按固定汇率计算，与去年同期的高水平相比下降了 7.3%（据报告：-8.2%）。去除新冠相关业务，按固定汇率计算，降幅为中等个位数百分比。新冠病毒检测业务的褪去以及和去年同期相比疲软的需求抑制了销售的增长。特别在美洲地区，近年来发展尤为强劲的中小型生物技术公司所处环境更为艰难，该地区的销售额受影响出现了大幅下滑。

这些暂时性的不利因素对该板块的订单量影响更为明显，上半年订单量为 3.48 亿欧元（按固定汇率计算：-22.4%；据报告：-23.2%）。

该板块的基本息税折旧摊销前利润下降了 8.7%，为 1.02 亿欧元。相应的利润率为 26.3%，保持在去年同期的高水平（26.4%）。

成功收购 Polyplus

2023 年 7 月 18 日，即二季度后，赛多利斯集团通过其法国上市子公司 Sartorius Stedim Biotech 成功完成了早在当年 3 月对外宣布的 Polyplus 收购。

2023 财年业绩展望

集团管理层确认了 2023 年 6 月调整后的销售收入和盈利能力展望。据此，集团全年销售收入预计将在百分之十几的中低范围内下降；去除新冠相关业务，销售将以中高个位数百分比下降。包括 Polyplus 在内的收购预计将为销售收入增长贡献约 2 %（Polyplus 除外为 1%）。基本息税折旧摊销前利润率预计约为 30%（去年：33.8%）。

对于生物工艺解决方案板块，集团预计销售收入降幅处于百分之十几的中低范围内，去除新冠相关业务，将在高个位数百分比到低位百分之十几的范围内下降。包括 Polyplus 在内的收购预计将为销售收入的增长贡献约 2 %（Polyplus 除外为 1%）。基本息税折旧摊销前利润率计划约为 31%（去年：35.7%）。而 Polyplus 因需进行收购后的整合，预计不会在今年对利润率产生显著的正面影响。

对于实验室产品与服务板块，集团预计销售收入将出现低个位数下降至持平发展，去除新冠相关业务，预计销售收入将出现低个位数百分比的下降或低个位数百分比的增长。基本息税折旧摊销前利润率约为 26%（去年：26.2%）。

2023 年的资本支出比率预计约达 15%，净负债与基本息税折旧摊销前利润比率将略超 4%。此展望已包含了对 Polyplus 的收购，但不包括其他的潜在收购。

与往年一样，所有预测均基于固定汇率。管理层还指出，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。因此，与往常相比，目前预测的不确定性更高。

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 Novasep 色谱板块和 Albedimedix

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。

2023 上半年集团关键绩效指标

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			
	2023 上半年	2022 上半年	Δ % cc ¹	Δ % cc ¹	2023 上半年	2022 上半年	Δ % cc ¹	Δ % cc ¹	2023 上半年	2022 上半年	Δ % cc ¹	Δ % cc ¹
销售收入和订单量												
订单量	1,449.6	2,168.8	-33.2	-32.7	1,101.7	1,715.9	-35.8	-35.5	347.9	452.9	-23.2	-22.4
销售收入	1,735.2	2,060.3	-15.8	-15.4	1,346.5	1,637.1	-17.8	-17.4	388.7	423.2	-8.2	-7.3
▪ 欧洲、中东及非洲地区 ²	668.9	793.4	-15.7	-15.7	526.3	651.1	-19.2	-19.3	142.6	142.3	0.2	0.8
▪ 美洲 ²	645.7	726.1	-11.1	-12.1	520.5	571.9	-9.0	-10.0	125.2	154.1	-18.7	-19.7
▪ 亚太地区 ²	420.5	540.9	-22.2	-19.4	299.7	414.1	-27.6	-25.0	120.8	126.8	-4.7	-0.8
收益												
息税折旧摊销前利润 ³	516.7	697.5	-25.9		414.5	585.6	-29.2		102.2	111.9	-8.7	
息税折旧摊销前利润率 ³	29.8	33.9			30.8	35.8			26.3	26.4		
相关净利润 ⁴	202.5	333.9	-39.4									
净利润 ⁵	188.1	371.5	-49.4									
每股财务数据												
普通股每股收益 ⁴ (欧元)	2.95	4.88	-39.4									
优先股每股收益 ⁴ (欧元)	2.96	4.89	-39.3									

1 固定汇率，缩写为“cc”

2 根据客户地点

3 相关/基本息税折旧摊销前利润：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

4 扣除非控制性权益后，根据非经常性项目、非现金摊销以及标准财务结果和标准税率予以调整

5 扣除非控制性权益后

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，帮助客户安全高效地制造生物技术药物和疫苗。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。集团自身业务增长显著，并通过不断收购互补性技术以扩展其产品组合。2022 财年集团销售收入约为 42 亿欧元。截至 2022 年底，约 16,000 名员工为全球客户提供服务。

联系人

Petra Kirchhoff

企业宣传与投资者关系负责人

+49-551-308-1686

petra.kirchhoff@sartorius.com