

哥廷根，2023 年 10 月 19 日

## 赛多利斯前 9 个月财报：疫情后需求常态化持续

- 按固定汇率计算，销售收入回落 16.4%，若去除新冠相关业务，降幅略高于 10%；基本息税折旧摊销前利润率为 28.8%
- 疫情后客户减少库存的时间长于预期
- 10 月 12 日调整当年业绩指引
- 受全球政治经济形势影响，不确定性依然维持高位

虽然第三季度末呈现出复苏迹象，客户需求疲软的持续时间仍超预期，这影响了生命科学集团赛多利斯 2023 年前 9 个月的业务发展。前几年，疫情相关的额外业务以及客户的积压库存引发了强劲的长势，集团的销售收入和利润率现出现下滑。赛多利斯预计全年销售收入将下降约 17%，基本息税折旧摊销前利润率将略高于 28%。

“2023 年将是赛多利斯以及整个市场持续常态化的一年。疫情结束后，我们的客户消耗库存的时间长于预期，因而推迟了复苏。自第三季度末以来，生物工艺解决方案板块的订单情况略有好转，但比预期的更犹豫不决。此外，实验室业务近期的发展也未达预期，部分源于客户采购实验室仪器的意愿在降低，尤其是中国和美国的客户。我们预计第四季度订单将继续小幅增长，尤其是生物工艺解决方案板块，并预计在 2024 年及以后实现盈利增长。”执行董事会主席兼首席执行官 Joachim Kreuzburg 表示。

### 集团业务发展<sup>1</sup>

一至九月，由于所有地区的需求持续常态化，与去年同期较高的基线相比，赛多利斯集团的销售收入按固定汇率计算回落 16.4%（据报告：-18.2%），达 25.46 亿欧元。这包括了收购<sup>2</sup>带来的略高于 1 个百分点的增长。若除去新冠相关业务，按固定汇率计算降幅略高于 10%。订单额为 22.01 亿欧元，按固定汇率计算下降了 27.9%（据报告：-29.5%）。

主要受销量和产品组合的影响，前九个月的基本息税折旧摊销前利润下降了 30.3%，达 7.33 亿欧元。由此产生的利润率为 28.8%，去年同期为 33.8%。采购和客户方面的价格效应在很大程度上相互抵消。

相关净利润共计 2.74 亿欧元，去年同期为 5.01 亿欧元。普通股每股基本收益为 4.00 欧元（上年同期：7.32 欧元），优先股每股基本收益为 4.01 欧元（上年同期：7.33 欧元）。截至 2023 年 9 月 30 日，赛多利斯在全球拥有 14,827 名员工（2022 年 12 月 31 日：15,942 名）。

### 主要财务指标

在完成对 Polyplus 的收购后，截至 2023 年 9 月 30 日，资产负债率如预期下降至 27.6%（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 4.5%（2022 年 12 月 31 日：1.7%）。投资活动（不包括收购）产生的现金流为-4.51 亿欧元，上年同期为-3.62 亿欧元。资本支出（CAPEX）与销售收入的比率为 17.0%，2022 年前九个月为 11.3%。

### 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、疫苗及细胞和基因疗法的生产提供广泛的创新技术。该板块前九个月的销售收入达到 19.93 亿欧元，按固定汇率计算，与去年同期的高水平相比下降了 17.7%（据报告：-19.3%）。其中包括收购带来约 2 个百分点的增长。除去新冠相关业务，按固定汇率计算，下降幅度略高于 10%。下滑的主要原因是疫情结束后，降低库存持续的时间长于预期，一些客户的生产负荷相对较低，俄罗斯大部分业务的中断，以及客户端整体上较为谨慎的投资活动，尤其在中国和美国。

暂时疲软的市场环境也反映在订单量上，前九个月的订单量按固定汇率计算下降了 28.9%（据报告：-30.4%），为 17.08 亿欧元。鉴于客户在降低库存方面取得了进展，第三季度末的订单量出现了小幅回升的迹象。

受销量和产品组合的影响，该板块的基本息税折旧及摊销前利润下降了 32.9%，达 5.92 亿欧元，利润率为 29.7%（去年同期：35.7%）。

### 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实现了 5.53 亿欧元销售收入，按固定汇率计算，与去年同期的高水平相比下降了 11.4%（据报告：-13.9%）。除去新冠相关业务，按固定汇率计算，销售收入下降约 9%。该板块的大部分销售收入来自高质量的实验室和生物分析仪器，受到了制药行业客户谨慎支出行为的显著影响，这从第三季度以来在中国和美国尤为突出。

这些因素对订单的影响更为明显，前九个月的订单量达 4.93 亿欧元（按固定汇率计算：-24.2%；据报告：-26.3%）。

该板块的基本息税折旧摊销前利润下降了 16.8%，达 1.41 亿欧元。相应的利润率为 25.6%，略低于去年同期水平（26.5%）。

### 调整 2023 财年业绩展望

基于前 9 个月的初步业绩，集团管理层于 10 月 12 日下调了本财年的业绩指引，预计全年销售收入将下降约 17%；去除新冠相关业务，降幅约为 12%。收购业务预计将为销售收入贡献约 2 个百分点。

受销量预期下降和产品组合的影响，赛多利斯预计基本息税折旧摊销前利润率将略超 28%。

2023 年的资本支出率预计略高于 17%，净债务与基本 EBITDA 的比率略高于 5。

在今年年中开始逐渐显现的需求复苏的大背景下，赛多利斯目前预计其生物工艺解决方案板块销售收入将下降约 18%，不包括新冠相关业务，则下降约 13%。收购业务预计将为销售收入贡献约 2 个百分点。基本息税折旧摊销前利润率预计略高于 29%。

赛多利斯实验室产品与服务板块的销售收入预计下降约 13%，去除新冠相关业务，则下降约 10%。基本息税折旧摊销前利润率预计略高于 25%。

集团确认其中长期市场前景基本乐观，并保有强有力的竞争地位。对于 2024 年，管理层预计将实现盈利性增长，量化的指引将于明年 1 月发布 2023 年全年财报后公布。目前，集团中期业绩目标正在审查中，2024 年 1 月将提供更新。

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。这导致了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，Albumedix 和 Polyplus

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 前 9 个月集团关键绩效指标

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	2022	Δ %		2023	2022	Δ %		2023	2022	Δ %	
	9 个月	9 个月 <sup>1</sup>	Δ %	cc <sup>2</sup>	9 个月	9 个月 <sup>1</sup>	Δ %	cc <sup>2</sup>	9 个月	9 个月 <sup>1</sup>	Δ %	cc <sup>2</sup>
<b>销售收入和订单量</b>												
订单量	2,200.9	3,121.1	-29.5	-27.9	1,707.5	2,451.8	-30.4	-28.9	493.4	669.4	-26.3	-24.2
销售收入	2,545.9	3,112.9	-18.2	-16.4	1,992.9	2,470.9	-19.3	-17.7	553.0	642.1	-13.9	-11.4
▪ 欧洲、中东及非洲地区 <sup>3</sup>	972.7	1,157.9	-16.0	-15.4	766.4	943.3	-18.8	-18.3	206.3	214.7	-3.9	-2.6
▪ 美洲 <sup>3</sup>	973.4	1,130.1	-13.9	-12.3	792.6	896.8	-11.6	-10.0	180.9	233.3	-22.5	-21.0
▪ 亚太地区 <sup>3</sup>	599.8	824.9	-27.3	-23.4	433.9	630.8	-31.2	-27.6	165.8	194.1	-14.5	-9.6
<b>收益</b>												
息税折旧摊销前利润 <sup>4</sup>	733.4	1,051.5	-30.3		591.9	881.5	-32.9		141.5	170.0	-16.8	
息税折旧摊销前利润率 <sup>4</sup>	28.8	33.8			29.7	35.7			25.6	26.5		
相关净利润 <sup>5</sup>	273.9	501.2	-45.3									
净利润 <sup>6</sup>	196.8	522.9	-62.4									
<b>每股财务数据</b>												
普通股每股收益 <sup>5</sup> (欧元)	4.00	7.32	-45.4									
优先股每股收益 <sup>5</sup> (欧元)	4.01	7.33	-45.3									

1 由于最终确定了收购 Alumedix Ltd 的购买价分配, 上一年的数字略有重报

2 固定汇率, 缩写为“cc”

3 根据客户地点

4 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

5 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

6 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。目前, 约 15,000 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