

德国哥廷根，2023 年 4 月 20 日

## 赛多利斯第一季度需求常态化，全年展望得以确认

- 2023年第一季度的数据反映了销售收入如期而至的暂时性回落：按固定汇率计算-13.2%，若去除新冠相关业务，该降幅收窄；基本息税折旧及摊销前利润率为30.1%
- 确认全年业绩展望；全球政治经济形势的不确定性依然很高

在新冠相关业务和客户储备库存推动的前几年强劲增长之后，生命科学集团赛多利斯在 2023 年第一季度如期持续需求常态化，引发今年前三个月销售收入和盈利的回落。对全年而言，集团管理层仍然预计销售收入适度增长，利润率大致保持在去年高水平范围。

“需求的剧烈波动总是带来艰巨的挑战，在这一背景下，我们对 2023 年的开局感到满意。正如我们预期的，新冠相关业务的退去和客户端持续进行的去库存清晰地反映在了生物工艺板块的销售收入上，对实验室板块的影响则较小。作为聚焦成本管理的一部分，我们已根据当前需求调整了短期产能，并预测下半年常态化效应将不再起重要作用。所以，我们确认 2023 年全年的业绩展望，同时密切关注当前全球紧张局势对行业的潜在影响。正如多年来赛多利斯强劲的两位数增长率所证明的那样，无论特殊影响如何，我们所处市场的基本增长动力保持不变。生物药品的需求稳步上升，新的创新疗法正在取得进展。因此，我们通过收购创新技术领导者不断扩大产品组合，就像最近宣布收购 Polyplus，并继续推进投资计划。”赛多利斯董事会主席兼首席执行官 Joachim Kreuzburg 表示。

### 集团业务发展<sup>1</sup>

正如预期的那样，自 2022 年第三季度以来持续的需求常态化在 2023 年第一季度在所有地区继续进行，而与新冠有关的销售收入几乎完全退去。在上年同期异常高水平的基础上，赛多利斯集团在前三个月实现了 9.03 亿欧元的销售收入，按固定汇率计算下降了 13.2%（报告为-11.9%）。收购<sup>2</sup>对增长的贡献约为 1 个百分点。除去新冠相关业务，下降幅度在中等个位数百分比范围内。

继去年同期异常强劲的增长之后，集团订单量达到 7.65 亿欧元（按固定汇率计算：-32.0%，报告为-31.2%），主要由于客户在着力减少疫情期间建立的库存。

在销售收入下降和成本基数上升的影响下，基本息税折旧摊销前利润在今年前三个月减少了 22.1%，降至 2.72 亿欧元。由此产生的利润率为 30.1%，相比去年同期的 34.1%有所下降。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 1.16 亿欧元，相比 2022 年第一季度的 1.67 亿欧元有所下滑。普通股的基础每股收益为 1.69 欧元（去年同期为 2.44 欧元），优先股的基础每股收益为 1.70 欧元（去年同期为 2.45 欧元）。截至 2023 年 3 月 31 日，全球员工人数为 15,547 人，相比 2022 年年底的 15,942 人有所减少。

### 主要财务指标

赛多利斯集团持续拥有非常健康的资产负债表和财务基础。截至 2023 年 3 月 31 日，股东权益比率为 36.7%（2022 年 12 月 31 日：38.1%），净债务与基本息税折旧及摊销前利润的比率为 1.8（2022 年 12 月 31 日：1.7）。投资活动产生的现金流为-1.37 亿欧元，2022 年第一季度为-0.99 亿欧元。资本支出（CAPEX）占销售收入的比率为 15.0%，而上一年同期为 9.4%。

### 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多种创新技术，尤其受到 2023 年第一季度需求常态化的影响。相较于上年同期的异常高水平，该板块在第一季度实现 6.95 亿欧元销售收入，按固定汇率计算下降 16.1%（报告-14.7%）。收购贡献增长约为 1 个百分点。若除去与新冠有关的业务，降幅在高个位数百分点范围。

继上年的强劲表现之后，订单量在第一季度达到 5.76 亿欧元（按固定汇率计算：-36.1%；按报告：-35.3%）。这主要源于客户在减少疫情期间建立的库存。

鉴于销售收入下降和成本基础增加，该板块的基本息税折旧及摊销前利润下降了 26.0%至 2.17 亿欧元，相应的利润率为 31.2%（上年同期为 36.0%）。

### 实验室产品与服务板块的业务发展

专注于生命科学研究和制药实验室的实验室产品与服务板块第一季度销售收入达 2.08 亿欧元，接近去年同期的高水平（按固定汇率计算：-2.0%，据报告：-0.9%）。如去除该季度内占比极少的与新冠相关业务，销售收入将略微增长。

订单量达 1.89 亿欧元（按固定汇率计算：-15.8%，据报告：-15.1%），反映了目前相对不确定的环境，尤其对于初创生物技术公司而言。

该板块的基本息税折旧及摊销前利润为 5500 万欧元（-1.7%）。相应的利润率为 26.3%，接近去年同期的 26.5% 的高水平。

## 2023 财年业绩展望

管理层确认了本财年的业绩展望。据此，集团整体销售收入预计将以较低个位数百分比增长。去除新冠相关业务，增长将在高个位数百分比范围内。收购业务预计将为增长贡献约 1 个百分点，拟议中的 Polyplus 收购不包括在该预测中。集团的基本息税折旧及摊销前利润率预计与去年持平（33.8%）。

对于生物工艺解决方案部门，集团预计销售收入将以低个位数百分比增长。去除新冠相关业务，增长将达高个位数百分比范围。收购业务预计将为增长贡献约 1 个百分点，拟议中的 Polyplus 收购不包括在预测中。该板块的基本息税折旧及摊销前利润率预计将达到 2022 年类似水平（35.7%）。

实验室产品与服务板块的销售收入增长率预计将达到中等个位数百分比范围。去除新冠相关业务，增长将在高个位数百分比范围内。该板块的基本息税折旧及摊销前利润率也预计将达到去年类似水平（26.2%）。

公司将继续落实全面的中期产能扩张计划。2023 年，资本支出率约为 12.5%，净债务与基本息税折旧及摊销前利润的比率约为 1.5。可能发生的收购，包括拟议中的 Polyplus 收购，未包括在此预测中。

与往年一样，所有预测均基于固定汇率。此外，管理层亦指出，在过去几年间，生命科学和生物制药领域的变动性和波动性持续上升。此外，预测是基于假设全球经济形势和地缘政治不会恶化，特别是供应链和贸易壁垒方面。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。

- 订单总额：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、非现金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摊销前利润比率：过去 12 个月净负债和基本息税折旧摊销前利润的商，包括本期收购导致的预计金额

2 收购诺华赛色谱板块和 Albumedix

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。

## 2023 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			
	Q1 2023	Q1 2022 <sup>1</sup>	Δ (%) 据报告	Δ % cc <sup>2</sup>	Q1 2023	Q1 2022 <sup>1</sup>	Δ (%) 据报告	Δ % cc <sup>2</sup>	Q1 2023	Q1 2022 <sup>1</sup>	Δ (%) 据报告	Δ % cc <sup>2</sup>
<b>销售收入和订单量</b>												
订单量	<b>764.8</b>	1,112.2	-31.2	-32.0	<b>575.7</b>	889.7	-35.3	-36.1	<b>189.0</b>	222.5	-15.1	-15.8
销售收入	<b>903.2</b>	1,024.8	-11.9	-13.2	<b>695.0</b>	814.6	-14.7	-16.1	<b>208.2</b>	210.2	-0.9	-2.0
▪ 欧洲、中东及非洲地区 <sup>3</sup>	<b>359.0</b>	401.2	-10.5	-11.7	<b>283.7</b>	329.9	-14.0	-15.3	<b>75.2</b>	71.4	5.4	4.7
▪ 美洲 <sup>3</sup>	<b>322.2</b>	359.1	-10.3	-14.0	<b>255.6</b>	281.2	-9.1	-12.8	<b>66.6</b>	77.9	-14.5	-18.1
▪ 亚太地区 <sup>3</sup>	<b>222.0</b>	264.5	-16.0	-14.5	<b>155.7</b>	203.6	-23.5	-22.3	<b>66.4</b>	60.9	9.0	11.8
<b>收益</b>												
息税折旧摊销前利润 <sup>4</sup>	<b>271.9</b>	349.0	-22.1		<b>217.2</b>	293.3	-26.0		<b>54.8</b>	55.7	-1.7	
息税折旧摊销前利润率 <sup>4</sup>	<b>30.1</b>	34.1			<b>31.2</b>	36.0			<b>26.3</b>	26.5		
相关净利润 <sup>5</sup>	<b>116.2</b>	167.2	-30.5									
净利润 <sup>6</sup>	<b>93.1</b>	205.7	-54.7									
<b>每股财务数据</b>												
普通股每股收益 <sup>5</sup> (欧元)	<b>1.69</b>	2.44	-30.6									
优先股每股收益 <sup>5</sup> (欧元)	<b>1.70</b>	2.45	-30.5									

1 上一年数据因2022年初完成了对ALS Automated Lab Solutions和诺华赛色谱板块收购价格最终确定而稍作调整。

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。集团平均每年以两位数的速度增长，并通过不断收购互补性技术以扩展其产品组合。集团于 2022 财年实现约 42 亿欧元的销售收入。2022 年底，集团约 60 个制造和销售基地总计雇佣约 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](mailto:petra.kirchhoff@sartorius.com)