

德国哥廷根 | 2026 年 3 月 17 日

赛多利斯优化战略聚焦生物制药，并设定其中期增长目标

- 进一步扩大与生物制药客户在这富有吸引力的增长型市场中的领先地位
- 聚焦高增长、高利润的核心产品组合以及新兴业务，强化竞争优势
- 新的进取性中期目标为实现超越市场的持续盈利增长指明了方向

生命科学集团赛多利斯正进一步强化对生物制药客户的聚焦，并于近日公布了其更新后的战略以及新的中期财务目标，为实现超越市场水平的持续增长指明方向。

“我们极具韧性的商业模式以及过往的成功，为我们奠定了坚实的基础。未来的成功取决于如何在此基础上进一步发展，”赛多利斯首席执行官 Michael Grosse 博士表示，“生物制药行业正处于一个创新、速度和可靠性比以往任何时候都更为重要的阶段。在这种更具挑战性的环境下，专注变得至关重要。通过强化核心能力、开拓未来业务，并进一步提升客户体验和效率，我们希望持续超越市场表现，为客户、合作伙伴、供应商、员工及股东创造持久价值。”

赛多利斯优化后的战略重心反映了生物制药行业的主要发展趋势：生物制剂在研发管线、获批产品及生产规模中的占比不断提升。2025 年，全球生物制药的销售额首次超过传统药物，并预计到 2030 年占全球药品销售总额的 57%左右。与此同时，随着新疗法的涌现以及医疗体系面临的成本压力不断上升，该行业正变得日趋复杂。

战略举措：推动产品组合升级、优化客户体验、提升运营效率

为了保持强劲的增长势头，并在不断变化的环境中扩大已建立的市场地位，赛多利斯制定了一系列战略举措。

在产品组合方面，公司旨在通过巩固其在强化工艺、一次性技术及细胞分析等关键应用领域的领先地位，从而强化其核心业务。为把握未来机遇，赛多利斯计划进一步发展部分新兴业务，包括先进疗法解决方案、先进细胞模型、过程分析技术、分析表征以及质量控制平台。

除了提供产品以外，赛多利斯还将致力于满足生物制药行业不断变化的需求，例如更短的交付周期、交付可靠性以及更简化的交互流程。为此，公司正作为一个整体，更坚定地将客户置于行动的中心位置，着力在供应链表现、产品质量和服务水平等方面的提升运营效率。

中期目标：实现高于市场水平的有机销售收入增长和利润率提升

根据对未来市场发展的评估，赛多利斯预计其目标市场在中期阶段将以每年约 7%至 9%的速度增长。其中，生物工艺解决方案的市场预计每年增长约 8%至 10%，实验室产品与服务的市场的年均增速预计达到约 4%至 6%。

在此背景下，基于公司的领先市场地位以及聚焦的战略，赛多利斯发布了自 2027 年起的新中期目标。管理层预计，公司每年将以比目标市场高出约 100 至 200 个基点的增速持续发展，从而实现集团层面按固定汇率计算年均 8%至 11%的有机销售收入增长。预计两大板块的业绩均将优于市场水平，从而支撑这一发展态势。对于生物工艺解决方案板块，赛多利斯预计按固定汇率计算的年销售收入将增长 9%至 12%，而实验室产品与服务板块预计按固定汇率计算，将实现 5%至 7%的年均增长。

与此同时，赛多利斯致力于进一步提升盈利能力：集团层面基本 EBITDA 利润率预计每年将增长约 50 至 75 个基点。预计利润率的上升将归功于规模效应、运营优化以及高利润耗材在收入中的占比不断提升。对于生物工艺解决方案板块，管理层预计其 EBITDA 利润率每年将增加约 60 至 85 个基点。实验室产品与服务板块的利润率预计每年将上升约 20 至 30 个基点，这反映了公司在创新、数字化以及未来增长平台的投入。

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。

- 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
- 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

2 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。

与往年一样，所有预测数据均基于固定汇率。管理层还指出，近年来行业的动态和波动性显著增加。此外，地缘政治局势变化带来的不确定性，例如各国日益显现的脱钩趋势以及贸易政策框架条件，正发挥着更大的作用。这导致在预测业务数据的不确定性更高。

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药物、疫苗以及细胞和基因疗法。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。赛多利斯通过不断收购互补性技术以扩展其产品组合。2025 年财年集团销售收入约为 35 亿欧元。超过 14,000 名员工为全球客户提供服务。

了解更多信息，请访问[新闻资讯](#)或关注官方微信：赛多利斯 Sartorius

联系人

Leona Malorny

对外传播负责人

+49 551 308 4067

leona.malorny@sartorius.com