

德国哥廷根 | 2026 年 3 月 16 日

## 赛多利斯发布新一代平台，加速生产细胞疗法

- Eveo 细胞疗法平台可实现自体细胞疗法自动化、多路并行的高效生产
- 紧凑型设计可在现有洁净室空间内提升产能高达四倍
- CAR-T 疗法生产成本有望降低 90%
- 与 CDMO 公司 ElevateBio 合作的试点项目取得成功，其可行性得到验证

生命科学集团赛多利斯即将推出一套自体细胞疗法生产和质量控制(QC)的集成系统。模块化的 Eveo 细胞疗法平台旨在消除制约规模化生产的结构性瓶颈，从而提升 CAR-T 等变革性疗法对患者可及性。凭借这一创新，赛多利斯将为细胞疗法的生产开创根本性的新途径，进一步巩固其在快速发展的先进疗法市场中的地位。

“细胞疗法正在重塑医学的可能性。然而，由于生产工艺复杂、产能受限且成本高昂，目前仅有极少数患者能获得此类治疗。通过这一集成平台，我们正直面这些结构性瓶颈，”赛多利斯执行董事会成员 René Fábe 表示。“通过将原材料、生产设备、软件和 QC 检测整合为一个可放大的系统，我们帮助客户提升产能，显著降低每剂成本，并缩短患者从采集到回输的时间。”

自体细胞疗法的传统生产模式依赖于集中、专用的生产设施，需要大量的新建投资、人员招聘、培训以及长达数年的建设期。尽管如此，细胞疗法生产中约 60%的监管中断是由制造和工艺相关问题引起的。

为了应对这些挑战，全新的 Eveo 平台通过将细胞筛选、激活、基因修饰、扩增、洗涤与浓缩以及最终制剂整合到一个封闭系统中，并采用赛多利斯在关键原料、生物反应器和分离技术领域的多项解决方案。该平台的紧凑型设计支持在现有设施中由现有人员操作，可在较低等级的洁净环境中运行，并允许集中式和分散式生产模式。

赛多利斯与领先的细胞疗法 CDMO 公司 ElevateBio 及其它伙伴合作，共同对 Eveo 平台进行了测试。在一次成功的试运行中，该系统的表现符合设计预期，证明了其在实际应用中的可行性。得益于它的多路并行设置，一名操作员可在同一洁净室内同时处理八个患者样本，而传统工艺下该空间仅能处理两批。假设每

批生产周期约为七天，且每年生产 50 周，Eveo 可在当前仅能产出约 100 剂的占地面积内，实现每年生产 350 多剂，增幅近四倍。财务演算证实，该平台可将制造成本降低约 90%。

质量控制是细胞疗法生产和放行过程中的另一主要瓶颈。Eveo 平台集成了赛多利斯在活细胞成像和高通量流式细胞术方面的技术实力，不仅解决了关键的分析难题，还提高了技术可及性。

赛多利斯计划将于 2026 年 9 月开始接受 Eveo 细胞疗法平台的预定，预计首批将在 2027 年交付。ElevateBio 作为优先合作伙伴，将率先获得一台 Eveo 平台，以服务其客户的生产。

### 关于 Eveo 细胞疗法平台更多信息

[www.sartorius.com/en/pr/eveo-cell-therapy-platform](http://www.sartorius.com/en/pr/eveo-cell-therapy-platform)

### 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](mailto:leona.malorny@sartorius.com)