

德国哥廷根，2024 年 5 月 13 日

赛多利斯与赛诺菲合作，商业化端到端平台强化下游工艺

- 赛多利斯被指定为集成式连续生物生产（ICB）平台开发和商业化的首选合作伙伴
- 模块化平台融合了高度的灵活性与标准化
- ICB 助力减少资源消耗并提升生产效率，以实现更可负担的患者治疗，赋能可持续生物工艺
- 此次合作展示了赛多利斯在工艺强化领域的领先地位

生命科学集团赛多利斯与生物制药公司赛诺菲合作开发端到端平台，用于一体化的、连续的下游生物工艺。作为首选供应商，赛多利斯将运用其工程和制造领域专业技能，在赛诺菲开发的原型基础上实现 ICB 平台的商业化。相应的，赛诺菲将授权赛多利斯独家使用其与 ICB 平台相关的知识和专利。

赛多利斯致力于快速开发硬件、耗材和自动化工艺，以满足从开发到商业规模的各种应用和产量需求。作为合作和许可协议的一部分，赛多利斯将向全球客户独家提供 ICB 平台的商业化服务。

“技术创新对于生物制药公司来说至关重要，它可以显著降低药品生产成本，同时改善其运营的环境足迹，并最终更快地向患者提供拯救生命的药物。随着生物制剂领域日趋多样化，与赛诺菲的合作将为开发独特的模块化平台奠定良好的基础，该平台结合灵活性与强化生物工艺的优势。此次合作将有助于赛多利斯进一步扩大其在集成式连续生物工艺领域的领先地位。”赛多利斯分离系统业务部门负责人 Jan Schäfer 表示。

集成式连续生物生产是一种先进的生物制药生产方式。与传统的批量生产不同，该方案旨在通过不间断且稳定的物料流，并将多个操作单元集成到精益的工艺设置中，最大程度地提升效率。ICB 减少了整体工艺的环境足迹，从而降低原材料和能源消耗，提高生产率的同时减少废弃物。

赛多利斯为上下游强化工艺提供广泛应用，从用于工艺开发的高通量工具到可放大的灵活生产解决方案。

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。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、疫苗和细胞与基因疗法。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。集团通过不断收购互补性技术以扩展其产品组合。2023 财年集团销售收入约为 34 亿欧元。目前约 14,600 名员工为全球客户提供服务。

联系人

Leona Malorny
Head of External Communications
+49 (0)551.308.4067
Leona.malorny@sartorius.com