

哥廷根，2021 年 7 月 29 日

## 赛多利斯收购细胞培养专家 Xell AG

- 赛多利斯扩张细胞培养基业务，重点关注基因治疗和疫苗培养基领域
- 显著提升干粉培养基和液体培养基产能

7 月 29 日，生命科学集团赛多利斯通过其子公司赛多利斯塔帝生物技术收购了总部位于德国比勒菲尔德的细胞培养专家 Xell AG。Xell AG 开发、生产并销售细胞培养所需的培养基和补料添加剂，尤其生产用于基因疗法和疫苗所需的病毒载体。除培养基外，该公司还提供各种分析服务，研究培养基成分特征，开展筛查和定量分析，并进行优化。

截至目前，Xell AG 一直由私人控股，拥有约 35 名员工，2021 年预计将实现强劲增长率以及两位数的息税折旧及摊销前利润率，并创造约 500 万欧元的销售收入。近期，该公司总部完成了重大的先进产能扩张举措。合同基于双方商定的收购价约 5,000 万欧元，外加两项估值调整，具体取决于 2022 至 2025 年既定收入目标的实现情况。

“此次收购有助于我们扩展目前的培养基产品组合，具体包括病毒载体生产所需的特殊培养基以及培养基分析领域。同时，我们也在加快扩张这一快速增长领域的生产网络，”赛多利斯执行董事会成员兼生物工艺解决方案板块负责人 René Fáber 表示。“我诚挚地欢迎 Xell 团队加入赛多利斯，期待我们在此关键时刻展开的合作。”

Xell AG 首席执行官 Stefan Northoff 补充道：“赛多利斯拥有强大的销售团队和互补的产品组合，为进一步扩张提供了绝佳平台，我们对双方未来的共同发展感到无比激动。”

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的风险、不确定性和其他因素的影响，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。本文由原德语新闻稿翻译而来。赛多利斯不对译文的正确性承担任何责任。原德语新闻稿是具有法律约束力的版本。

## 赛多利斯简介

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用心研究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研究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。该集团平均每年以两位数的速度增长，并积极收购互补技术，以实现产品组合的常规扩展。在 2020 财年，该公司实现约 23.4 亿欧元的销售收入。截至 2020 年底，该集团约 60 个制造和销售基地总计雇佣近 11,000 名员工，为全球客户提供服务。

## Xell 简介

Xell AG 是一家活跃于全球的生物技术公司，致力于提供细胞培养基及相关分析和工艺服务。经过十年成功的市场运营，Xell 已成为生物制药行业经验丰富的可靠合作伙伴，提供效果显著的现有培养基和补料产品，以及定制化的开发流程和出色的分析服务。

## 联系人

Petra Kirchhoff

企业宣传与投资者关系负责人

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

通过赛多利斯 Sartorius 公众微信号和 [LinkedIn](#) 关注赛多利斯最新动态。