

中国烟台，2022 年 11 月 1 日

赛多利斯华北区域客户应用与创新中心全新开幕

- 提供以客户为中心的技术解决方案和服务，助力华北地区生命科学和生物制药行业加速医学发现、简化药物生产
- 赛多利斯在中国的本地化战略迎来重要里程碑

生命科学集团赛多利斯进一步扩大其在中国的足迹，并于今日正式启用其山东烟台的华北区域客户应用与创新中心。占地约 400 平方米的新建应用与创新中心致力于简化并加速生命科学和生物工艺的开发过程，借助赛多利斯最新的设备和技术，为当地生物技术和初创公司的药物发现和生物工艺开发提供支持。继去年上海应用与服务中心全新扩建后，该中心的开幕标志着赛多利斯在中国以客户为中心的本地化战略迎来又一重要里程碑。

“近年来，中国生物制药行业的发展呈现出创新和投资步伐加快的态势。为满足本地市场和客户的需求，我们在中国不断提升本地化，并拓展以客户为中心的技术解决方案和服务。位于烟台的创新与应用中心的开业不仅是对这一战略举措的支持，也彰显了我们对中国市场的长期承诺”，赛多利斯中国总经理王旭宇表示。

赛多利斯这一全新的应用与创新中心坐落于烟台业达孵化中心，为当地乃至整个华北地区的中小型生物技术公司提供现场服务，从而为生命科学和生物制药行业实现技术突破赋能。赛多利斯团队在生物工艺方面的专业知识与技能有利于生物技术初创公司降低试错成本，缩短产品上市时间。中心内的多个功能实验室将支持客户进行上游工艺的开发，强化生物制药生产工艺，并借助领先的过滤设备进行下游工艺试验。凭借赛多利斯在细胞和蛋白质分析、微生物检测、实验室称重等领域的先进仪器，功能实验室还可以完成对样品的多项质量检测，以确保其过程优化。在生物工艺解决方案和实验室产品的售后服务中心，赛多利斯的服务团队将为当地客户提供专业的现场安装和调试服务。赛多利斯华北区域客户应用与创新中心毗邻华北区客户，这将大幅提升其在当地的交付速度。

明年，赛多利斯将在成都等其他城市开设更多的应用与创新中心。各中心之间将实现远程访问，以支持全国范围内客户的虚拟拜访。赛多利斯目前在中国拥有 1,000 多名员工，并仍在持续扩充团队规模。

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利用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。公司正以平均每年两位数的速度增长，并通过收购互补性技术定期扩大其产品组合。2021财年，公司的销售收入约为34.5亿欧元。2021年底，集团约设有60个生产和销售基地，共有约14,000名员工为全球客户服务。

联系人

Carol Chen

亚太区企业传播负责人

carol.chen@sartorius.com