

中国北京，2023 年 5 月 24 日

赛多利斯北京商务办公室全新启用

今日，生命科学集团赛多利斯的北京商务办公室正式启用。新办公室毗邻赛多利斯北京运营中心，占地 1,500 多平方，涵盖生物工艺解决方案以及实验室产品与服务两大板块的技术应用、销售、市场和客户服务等职能，并为未来的扩张提供了开阔的空间。该办公室的启用有助于为华北客户带来更便捷、更优质的服务，也体现了赛多利斯持续在华投入的决心。

几十位来自生物制药、生物技术、科研高校、计量系统的业内资深人士参加了赛多利斯北京商务办公室启用典礼。赛多利斯中国总经理王旭宇女士表示：“近三十年前赛多利斯从北京开始植根中国，一贯致力于赋能用户加速生命科学研究、简化生物工艺开发。随着公司业务持续发展，北京商务办公室从运营中心迁至新址，一方面释放了更多空间用于扩张本地化生产，另一方面为商务团队搭建了更开阔的平台，更好地服务于华北地区客户，满足其在质量、技术和创新方面的需求，践行‘以客户为中心’的战略宗旨。”

赛多利斯中国总经理王旭宇女士、赛多利斯北京运营负责人赵宇光博士、赛多利斯实验室产品与服务中国负责人余长缨博士、中国科学院天津工业生物技术研究所智能生物制造中心主任夏建业博士、北京石油化学学院药学系主任温振国博士、波士顿咨询公司董事总经理胡奇聪博士，共同为赛多利斯北京商务办公室剪彩。

同时，典礼期间胡奇聪博士分享了题为“中国生物制药市场的发展趋势和挑战”的主题报告，赵宇光博士介绍了赛多利斯北京运营中心并带领嘉宾参观位于运营中心的客户交互中心（CIC）和生产设施。

作为其全球最重要的市场之一，赛多利斯不断加强在中国的开拓和投入，在引进创新技术、产品和服务的同时，持续扩充本地产能、打造本土供应链、深耕中国市场，全面支持国内客户的转型与发展。

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，帮助客户安全高效地制

造生物技术药物和疫苗。集团平均每年以两位数的速度增长，并通过不断收购互补性技术以扩展其产品组合。集团于2022财年实现约42亿欧元的销售收入。2022年底，集团约60个制造和销售基地总计雇佣约16,000名员工，为全球客户提供服务。

联系人

Carol Chen

亚太区企业传播负责人

carol.chen@sartorius.com