

哥廷根，2024 年 4 月 9 日

赛多利斯携手 TheWell Bioscience 精准预测药物研发

- 合力推进TheWell Bioscience用于3D细胞模型的无动物源水凝胶解决方案
- 该解决方案从以动物提取物为基础转向更具人体相关性的类器官模型，提升药物研发预测的准确性
- 与赛多利斯的实验室生物分析仪器发挥协同效应，优化细胞成像

生命科学集团赛多利斯与美国初创公司 TheWell Bioscience 达成合作协议，共同深入开发用于药物研发的水凝胶和生物墨水，以生产定制化的先进 3D 细胞模型。除此之外，赛多利斯将通过分销 TheWell Bioscience 产品扩大其实验室板块的产品组合，并将投资该公司的少数股权。

TheWell Bioscience 是无动物源水凝胶和生物墨水领域的先驱，这是组建 3D 生物仿生平台，也被称为 3D 细胞模型的关键原料，应用于精准医疗、细胞疗法和生物制造。这些模型作为复杂的生物结构，模拟生物体内细胞的组织和功能，从而更精准地预测药物对人体的疗效、毒性和副作用。随着 3D 细胞模型从基于动物提取物向更具人体相关性的类器官模型转变，3D 细胞模型已成为赛多利斯的一个重要战略增长领域。

“赛多利斯的实验室板块致力于帮助研究人员利用创新技术加快新药研发。TheWell Bioscience 的产品与我们的生物分析仪器、细胞因子和培养基产品无缝互补，用于培养和分析各种球状体和类器官 3D 细胞模型。他们的水凝胶解决方案与我们的活细胞成像系统高度兼容，可进行细胞的健康状况和行为的实时监测与分析。通过合作，我们将使客户在更短的时间内获得更多重要信息，加快药物上市时间。”赛多利斯实验室产品与服务板块市场部负责人 Fiona Coats 表示。

“我们目前的产品组合包括 60 种合成的室温下稳定无动物源水凝胶、生物墨水、解决方案和功能性检测，可帮助生物制药客户从基于动物的细胞外基质转向 3D 细胞模型和注射给药方式。与赛多利斯的合作将扩大我们在生命科学和生物制药市场的影响力，帮助更多客户加快其先进生物医药和个性化疗法的研究进程。”TheWell Bioscience 创始人兼首席执行官 John Huang 表示。

关于赛多利斯

赛多利斯集团 (XETRA: SRT3 | SRT) 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。

关于 TheWell Bioscience

TheWell Bioscience Inc. 专门提供创新的 3D 细胞培养平台，以推动个性化医疗的发展。该公司生产和销售富有开创性的 VitroGel[®]，这是一种具有生物功能、无动物成分的合成水凝胶系统，广泛应用于精准医疗所需的类器官模型、3D 药物筛选和肿瘤免疫共培养。该平台具有完全的高通量实验室自动化适应性，可用作细胞治疗和伤口愈合的注射给药系统。凭借即将推出的 GMP 产品，以及用于 3D 细胞及蛋白质制造的创新 3D 放大生物工艺技术，TheWell Bioscience 不断践行其使命，改进生物医药，造福全球患者。

赛多利斯联系人

Leona Malorny
Head of External Communications
+49 551 308 4067
leona.malorny@sartorius.com

TheWell Bioscience 联系人

Eryka Bantolino
Marketing Specialist
+1 973 855 4955
media@thewellbio.com