

德国哥廷根，2024 年 12 月 6 日

Michael Grosse 将接替 Joachim Kreuzburg 担任赛多利斯集团首席执行官

- Grosse 将于 2025 年 7 月 1 日就任集团首席执行官

赛多利斯股份公司监事会日前任命 Michael Grosse 博士为赛多利斯首席执行官，2025 年 7 月 1 日起接替 Joachim Kreuzburg 博士。在此之前，Kreuzburg 博士将继续领导公司。这一任命源于 2024 年夏天启动的甄选过程，此前 Kreuzburg 宣布，在担任首席执行官二十多年后，他将不再寻求续签其于 2025 年 11 月到期的合同。

监事会主席 Lothar Kappich 博士表示：“Joachim Kreuzburg 在掌舵赛多利斯 22 年期间，取得了卓越的成绩。他以充满活力的企业家精神，将赛多利斯成功转型为一家领先的生命科学集团，并带领公司跻身全球顶尖行列。在他的领导下，赛多利斯的企业价值显著提升，同时创造了大量新的就业机会。在 Kreuzburg 先生提前通知后，我们启动了结构化的继任计划，并以成功任命 Grosse 先生圆满结束。Grosse 先生在多个行业和业务模式中，充分展现了卓越的运营和战略能力。他的开放、坚持不懈和结果导向的风格与赛多利斯的文化完美契合。我非常期待未来六月继续与 Kreuzburg 先生及我们优秀的执行董事会合作，同时迎接 Grosse 先生明年七月正式加入赛多利斯。”

Joachim Kreuzburg 表示：“赛多利斯是一家独具特色的公司，拥有卓越的市场定位和出色的全球团队。在接下来的几个月里，我们将全力以赴，确保公司以比竞争对手更具创新性、更高效、更盈利的方式持续发展。我很高兴 Grosse 先生这样一位令人信服的领导者被选为我的继任者。”

即将上任的首席执行官 Michael Grosse 表示：“赛多利斯在未来最关键的行业中占据了稳固的市场地位。公司承载着强大使命，我非常期待在几个月后与这支优秀团队携手，共同推动生物制药行业的发展。”

关于 Michael Grosse 博士

Michael Grosse（57 岁）拥有机械工程博士学位，在过去的 20 年中曾在制药和食品包装行业担任多项管理和董事会职务。2020 年至 2023 年，他担任德国 Syntegon Technology 有限公司管理委员会主席兼首席执行官。这公司是工艺和包装解决方案领域的国际市场领导者，2019 年从博世集团拆分独立。在此之前，Grosse 曾在瑞士利乐公司供职多年，2006 年起成为执行董事会成员，负责全球服务业务拓展，并在产品开发领域担任多个管理职位。在加入利乐之前，Grosse 曾在车企宝马和福特任职。

关于 Joachim Kreuzburg 博士

Joachim Kreuzburg 拥有环境经济学博士学位，自 2003 年起掌管赛多利斯，是目前 DAX 40 指数公司中任职时间最长的 CEO。1999 年加入公司，37 岁的他在 2002 年被任命为执行董事会成员，并在几个月后升任首席执行官。在他任职期间，赛多利斯的销售额增长愈 7 倍，达到约 34 亿欧元；利润增长超过 26 倍，接近 10 亿欧元；员工人数翻了两番，增至近 14,000 人；集团市值从略高于 9,000 万欧元跃升至约 140 亿欧元。此外，Kreuzburg 是卡尔蔡司股份公司监事会成员、奥托博克管理股份公司董事会非执行董事，以及马克斯-普朗克协会参议院成员。

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

Petra Kirchhoff

企业传播与投资者关系负责人

+49 (0)551.308.1686