

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Michael Grosse wird Vorstandsvorsitzender der Sartorius AG

Der Aufsichtsrat der Sartorius AG hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Dr. Michael Grosse zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juli 2025 und einer Laufzeit von drei Jahren beschlossen. Der seit mehr als 20 Jahren amtierende Vorstandsvorsitzende Dr. Joachim Kreuzburg hatte im Juli 2024 angekündigt, keine erneute Verlängerung seines bis November 2025 laufenden Vertrags anzustreben und wird Sartorius bis Mitte des Jahres 2025 weiter führen.

Diese Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR enthält Aussagen über die künftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Die Inhalte der Aussagen können nicht garantiert werden, da sie auf Annahmen und Schätzungen beruhen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten bergen.

Göttingen, 6. Dezember 2024

Kontakt

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications and Investor Relations

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

sartorius.com