

Aubagne, France | 18 juin 2025

Michael Grosse, nouveau CEO de Sartorius AG, devient Président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A.

Lors de sa réunion, le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. (SSB) a pris acte de la démission de Joachim Kreuzburg en tant que membre du Conseil d'administration à compter du 30 juin 2025. Pour le remplacer, le conseil d'administration a coopté Dr Michael Grosse, successeur de Joachim Kreuzburg au poste de CEO de Sartorius AG, actionnaire majoritaire de SSB. Michael Grosse a également été nommé nouveau Président du Conseil d'administration de SSB. Joachim Kreuzburg occupait le poste de Président du Conseil d'administration depuis le 29 juin 2007 et avait annoncé son départ en décembre 2024.

À propos de Michael Grosse

Diplômé en ingénierie, Michael Grosse (58 ans) est titulaire d'un doctorat en génie mécanique et a occupé divers postes de direction et d'administration dans l'industrie de l'emballage pour le secteur pharmaceutique et alimentaire au cours des 20 dernières années. Il a été nommé CEO de Sartorius AG en décembre 2024. De 2020 à 2023, il a été président du directoire et directeur général de Syntegon Technology GmbH, un leader international des solutions de processus et d'emballage basé en Allemagne, qui a été séparé du groupe Bosch en 2019. Auparavant, M. Grosse a travaillé pendant de nombreuses années pour la société suisse Tetra Pak, où il est devenu membre du comité de direction en 2006 et où il était responsable de l'expansion de l'activité de services mondiaux et a occupé divers postes de direction dans le domaine du développement de produits. Avant de rejoindre Tetra Pak, M. Grosse a travaillé dans l'industrie automobile chez BMW et Ford.

Informations supplémentaires

Pour obtenir une photo de Michael Grosse, [cliquez ici](#)

Pour obtenir une photo de Joachim Kreuzburg, [cliquez ici](#)

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques, tels que les thérapies cellulaires et géniques, de manière plus sûre, plus rapide et plus durable. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech étend régulièrement son portefeuille d'activités grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards d'euros. Actuellement, plus de 9 900 personnes travaillent pour ses clients à travers le monde.

Rendez-vous sur notre [page actualités](#) et suivez-nous sur [LinkedIn](#).

Contact

Petra Kirchhoff

Responsable de la communication du groupe et des relations avec les investisseurs

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com