

Aubagne, le 25 mars 2025

Résolutions de l'Assemblée générale annuelle mixte des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A.

Lors de l'Assemblée générale annuelle mixte de Sartorius Stedim Biotech S.A. qui s'est tenue aujourd'hui, les actionnaires à une large majorité ont donné décharge à tous les administrateurs.

Les actionnaires ont élu Cécile Dussart et Christopher Nowers en tant que nouveaux membres du conseil d'administration. Afin d'assurer un échelonnement des mandats, tous deux ont été nommés pour un mandat de trois ans, tandis que Joachim Kreuzburg a été reconduit pour deux ans, et René Fáber, Pascale Boissel et Lothar Kappich pour quatre ans.

Henri Riey, qui siégeait au conseil depuis 2007, avait décidé de ne pas se représenter. Le conseil d'administration l'a chaleureusement remercié pour sa précieuse contribution et l'expertise qu'il a apportées pendant près de vingt ans.

À compter du 25 mars 2025, le conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. sera composé de Joachim Kreuzburg (Président), René Fáber (Directeur général), Pascale Boissel, Susan Dexter, Cécile Dussart, Romaine Fernandes (Administrateur représentant des salariés), Anne-Marie Graffin (Administrateur indépendant référent), Lothar Kappich et Christopher Nowers.

En outre, les actionnaires ont également approuvé toutes les autres résolutions à une large majorité, y compris la proposition de verser un dividende de 0,69 euro par action au titre de l'exercice 2024. Le montant total distribué sera de 67,1 millions d'euros. Le dividende sera mis en paiement à compter du 4 avril 2025.

Informations supplémentaires

[Assemblée générale des actionnaires | Sartorius Stedim Biotech S.A.](#)

[Images](#)

[Curriculum Vitae et photos des membres du conseil d'administration](#)

Agenda financier

16 avril 2025	Publication des chiffres du premier trimestre (de janvier à mars 2025)
22 juillet 2025	Publication des chiffres du premier semestre (de janvier à juin 2025)
16 octobre 2025	Publication des chiffres des neuf premiers mois (de janvier à septembre 2025)

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 sûre, rapide et 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, l'entreprise 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

Leona Malorny

Responsable de la communication externe

+49 551 308 4067

leona.malorny@sartorius.com