

Aubagne, le 7 février 2025

Le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech décide de proposer un dividende de 0,69 euro par action à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires

- Cécile Dussart et Christopher Nowers candidats à l'élection au Conseil d'administration lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires

Le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. a décidé lors de sa réunion de proposer à l'Assemblée générale mixte du 25 mars 2025 le versement d'un dividende de 0,69 euro par action au titre de l'exercice 2024, soit le même montant que pour l'année précédente. Si cette proposition est approuvée, le bénéfice total distribué s'élèverait à 67,1 millions d'euros. Le dividende sera payé à compter du 4 avril 2025.

Le Conseil d'administration a également approuvé la décision de soumettre les résultats de 2024 de Sartorius Stedim Biotech à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, ceux-ci ayant déjà été publiés à titre préliminaire le 28 janvier 2025.

Alors que le mandat d'un membre du Conseil d'administration expirera à la clôture de l'Assemblée générale annuelle de 2025, le Conseil d'administration a décidé, sur proposition du comité des rémunérations et des nominations, de proposer Cécile Dussart et Christopher Nowers à l'Assemblée générale annuelle en tant que nouveaux candidats au Conseil d'administration.

Docteur en pharmacie **Cécile Dussart** est membre du conseil d'administration et présidente du comité ESG d'EuroAPI S.A., fournisseur de CDMO et d'API, et membre du comité consultatif de la plateforme d'intelligence des talents Neobrain. Auparavant, elle a occupé divers postes de direction au sein du groupe dermatologique Galderma, coté en bourse en Suisse, et des sociétés pharmaceutiques Roche et Sanofi.

Le biochimiste **Christopher Nowers**, PDG de la société de thérapie cellulaire ONK Therapeutics, a occupé divers postes de direction dans l'industrie biopharmaceutique, notamment chez Kite Pharma, Bristol-Myers Squibb et Amgen. Il est également membre du conseil consultatif de la société Autolus Therapeutics, spécialisée dans les cellules CAR T.

Les quatre membres suivants seront proposés à l'AG des actionnaires pour un renouvellement de mandat : Pascale Boissel, René Fáber, Lothar Kappich et Joachim Kreuzburg. Henri Riey, membre du Conseil d'administration depuis 2007, ne sera plus disponible pour un nouveau mandat et se retirera du Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée générale annuelle. D'ores et déjà, le Conseil d'administration tient à le remercier chaleureusement pour ses précieuses contributions et toute l'expertise qu'il a apportée à l'entreprise au cours de ses nombreuses années de service.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à l'exactitude du présent communiqué. Le communiqué de presse original en français est la version juridiquement contraignante.

Agenda financier

17 février 2025	Publication du rapport annuel
25 mars 2025	Assemblée générale annuelle des actionnaires
16 avril 2025	Publication des chiffres du premier trimestre de janvier à mars 2025
22 juin 2025	Publication des chiffres du premier semestre janvier à juin 2025
16 octobre 2025	Publication des chiffres des neuf premiers mois 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

Directrice de la communication externe

+49 551 308 4067

leona.malorny@sartorius.com