

Aubagne, le 7 février 2024

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

Lors de sa réunion d'aujourd'hui, le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. a décidé de proposer à l'Assemblée générale annuelle mixte des actionnaires, qui se tiendra le 26 mars 2024, de verser un dividende de 0,69 euro par action pour l'exercice 2023. Le profit total distribué atteindrait 67,1 millions d'euros. Le dividende sera payé le 4 avril 2024.

Le Conseil d'administration a également approuvé la décision de soumettre les résultats de 2023 de Sartorius Stedim Biotech à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, ceux-ci ayant déjà été publiés à titre préliminaire le 26 janvier 2024.

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.

Agenda financier

16 février 2024	Publication du rapport annuel 2023
26 mars 2024	Assemblée générale annuelle
18 avril 2024	Publication des chiffres trimestriels janvier à mars 2024
19 juillet 2024	Publication des chiffres du premier semestre janvier à juin 2024
17 octobre 2024	Publication des chiffres des neuf premiers mois janvier à septembre 2024

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 économique. 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 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires

d'environ 2,8 milliards d'euros, selon des chiffres préliminaires. Actuellement, quelque 10 600 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

Contact

Timo Lindemann

Communication externe

+49 (0)551.308.4724

timo.lindemann@sartorius.com