

Aubagne, le 8 février 2023

Le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech décide de proposer un dividende de 1,44 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 27 mars 2023, de verser un dividende de 1,44 euro par action pour l'exercice 2022 contre 1,26 euro par action un an plus tôt. Selon cette proposition, le profit total distribué atteindrait 132,7 millions d'euros.

Le Conseil d'administration a également approuvé la décision de soumettre les résultats de 2022 de Sartorius Stedim Biotech à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, ceux-ci ayant déjà été publiés à titre préliminaire le 26 janvier 2023.

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

17 février 2023	Publication du rapport annuel 2022
27 mars 2023	Assemblée générale annuelle des actionnaires
20 avril 2023	Publication des chiffres du premier trimestre (de janvier à mars 2023)
21 juillet 2023	Publication des chiffres du premier semestre (de janvier à juin 2023)
19 octobre 2023	Publication des chiffres des neuf premiers mois (de janvier à septembre 2023)

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire de premier plan de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions intégrées, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basée à Aubagne, en France, la société Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3.5 milliards d'euros, avec un effectif de quelque 12 000 personnes.

Contact

Philipp Grontzki

Directeur de la communication externe

+49 (0)551.308.5581

philipp.grontzki@sartorius.com

www.sartorius.com

Suivez Sartorius Stedim Biotech sur Twitter [@Sartorius_Group](https://twitter.com/Sartorius_Group) et sur [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/sartorius).