

Aubagne, le 27 mars 2023

René Fáber nommé Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech S.A.; Joachim Kreuzburg reste Président du Conseil d'administration

Aujourd'hui, lors de la réunion du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A., René Fáber, Directeur Général Délégué et membre du Conseil d'administration, a été nommé Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech S.A., avec prise d'effet au 28 mars 2023. Il succèdera à Joachim Kreuzburg, à la fois Directeur Général et Président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. depuis juin 2007, qui restera Président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. et Directeur Général de son actionnaire majoritaire, Sartorius AG.

Nommé membre du Conseil d'administration en mars 2019, René Fáber est Directeur Général Délégué depuis février 2022. Après des études de chimie à Bratislava, en Slovaquie, il obtient un doctorat en chimie des polymères à l'université technique de Munich, en Allemagne. En 2002, René Fáber rejoint Sartorius AG, maison mère de Sartorius Stedim Biotech S.A., et y occupe différents postes de direction au sein de son activité de bioprocédés, notamment en R&D et marketing. En janvier 2019, il devient membre du Directoire de Sartorius AG et prend les rênes de sa division Bioprocess Solutions.

« René dirige avec succès l'activité de bioprocédés depuis plus de quatre ans déjà et c'est une très bonne chose qu'il ait également accepté d'assumer d'autres responsabilités exécutives », a déclaré Joachim Kreuzburg.

À compter du 28 mars 2023, le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. sera composé de : Joachim Kreuzburg (Président), René Fáber (Directeur Général)¹, Christelle Baudere, Pascale Boissel, Susan Dexter, Anne-Marie Graffin, Lothar Kappich et Henri Riey.

Les actionnaires de Sartorius Stedim Biotech approuvent la proposition de dividende

Par ailleurs, les actionnaires de Sartorius Stedim Biotech réunis aujourd'hui en Assemblée générale annuelle mixte, ont approuvé toutes les résolutions à une large majorité, y compris la proposition de verser un dividende de 1,44 euro par action au titre de l'exercice 2022. Le montant total distribué sera de 132,7 millions d'euros. L'année dernière, le dividende représentait 1,26 euro par action.

¹ La politique de rémunération du nouveau Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, telle que déterminée ce jour par le Conseil d'administration et qui fera l'objet d'une approbation par la prochaine Assemblée générale annuelle de la Société, est disponible sur le site internet de la Société.

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 de ces prévisions à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

Images presse

<https://www.sartorius.com/en/company-fr/about-sartorius-stedim-biotech-sa-fr/board-fr>

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 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 enregistre une croissance organique significative et étend régulièrement son portefeuille d'activités grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros. À la fin de l'année 2022, quelque 12 000 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

Contact

Petra Kirchhoff

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

+49 (0)551 308 1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

Suivez Sartorius Stedim Biotech sur [Twitter](#) @Sartorius_Group et sur [LinkedIn](#).