

Aubagne, France, 24 juin 2020

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

Lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires virtuelle de Sartorius Stedim Biotech S.A. les actionnaires ont adopté une résolution visant à verser un dividende de 0,34 € par action pour l'exercice 2019, contre 0,57 € par action en 2018. Le montant total distribué sera de 31,3 millions d'euros après 52,5 millions d'euros en 2018.

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires a donné décharge à tous les directeurs, décision prise à une large majorité.

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim Biotech. Nous ne garantissons pas la concrétisation des objectifs qui y sont formulés puisqu'ils sont basés sur des hypothèses et des estimations qui impliquent certains risques et incertitudes.

Documents de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires

<https://www.sartorius-france.fr/sartoriusFR/fr/EUR/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa/shareholders-meeting>

Images presse

<https://www.sartorius.com/en/company/newsroom/downloads-publications>

Agenda financier

21 juillet 2020	Publication des résultats du premier semestre 2020
20 octobre 2020	Publication des résultats des neuf premiers mois 2020

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté 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. Les chiffres préliminaires indiquent que le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

Contact

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications and Investor Relations

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

sartorius.com

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