

Aubagne, le 17 février 2023

Sartorius Stedim Biotech publie son Document d'Enregistrement Universel 2022

Sartorius Stedim Biotech, partenaire de premier plan de l'industrie biopharmaceutique, a publié aujourd'hui son Document d'Enregistrement Universel 2022 incluant le rapport financier annuel. Le document est disponible à l'adresse suivante: <https://ir-reports.sartorius.com/fr/ssb/fy-2022>.

Agenda financier

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. Dotée 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

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