

Aubagne, France | 17 mai 2024

Sartorius Stedim Biotech Capital Markets Day : Liens vers la présentation et le webcast

Sartorius Stedim Biotech a tenu sa journée des marchés des capitaux (« Capital Markets Day / CMD ») hier pour présenter sa stratégie et ses objectifs. La société a expliqué et confirmé ses prévisions pour 2024 et son ambition à moyen terme jusqu'en 2028. Afin d'assurer un large accès à la présentation de la CMD, qui a été publiée sur le site web depuis le début de la CMD, nous renvoyons au lien correspondant. Nous envoyons également le lien vers le webcast.

[Présentation de la journée des marchés des capitaux](#)

[Webcast](#)

Agenda financier

19 juillet 2024	Publication des chiffres du premier semestre (de 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. Actuellement, quelque 10 600 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

Consultez nos [actualités](#) et suivez Sartorius Stedim Biotech sur [LinkedIn](#).

Contact

Petra Kirchhoff

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

+49 (0)551 308 1686

petra.kirchhoff@sartorius.com