

Aubagne, le 16 février 2026

Sartorius Stedim Biotech publie son Document d'Enregistrement Universel 2025

Sartorius Stedim Biotech, partenaire de premier plan de l'industrie biopharmaceutique, a publié aujourd'hui son Document d'Enregistrement Universel 2025 incluant le rapport financier annuel. Le document est disponible à l'adresse suivante : <https://www.sartorius.com/urd2025fr>

Agenda financier

24 mars 2026	Assemblée générale annuelle des actionnaires
23 avril 2026	Publication des chiffres du premier trimestre (de janvier à mars 2026)
23 juillet 2026	Publication des chiffres du premier semestre (de janvier à juin 2026)
22 octobre 2026	Publication des résultats des neuf premiers mois (de janvier à septembre 2026)

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 durable. 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 2025, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros. Actuellement, plus de 10 200 personnes travaillent pour ses clients à travers le monde.

Rendez-vous sur notre [page actualités](#) et suivez-nous sur [LinkedIn](#).

Contact

Verena Sattel

Communication externe

+49 551 308 9261

verena.sattel@sartorius.com