

Aubagne | 17 juin 2025

Sartorius Stedim Biotech étend ses capacités de production et de R&D pour ses solutions innovantes de bioprocédés en France

- Une surface de salle blanche quasiment doublée avec des lignes de production automatisées pour les poches à usage unique
- Une plateforme logistique et d'entreposage automatisée pour accroître encore davantage les capacités et la rapidité de livraison
- Extension de la surface de laboratoire dédiée au développement de produits, aux démonstrations-clients et aux formations

Sartorius Stedim Biotech, l'un des principaux acteurs de l'industrie biopharmaceutique, fête aujourd'hui la fin d'un projet pluriannuel d'expansion des capacités au niveau de son siège social à Aubagne, en France. Les investissements dans plusieurs nouvelles installations, lancés en 2021, illustrent la volonté de l'entreprise d'offrir à ses clients des technologies innovantes de gestion des fluides, telles que ses poches à usage unique, utilisées pour la culture cellulaire, le stockage et le transport de fluides dans le secteur de la production biopharmaceutique.

« À travers nos investissements dans l'innovation, l'automatisation et le développement durable, nous renforçons notre capacité à répondre aux besoins en constante mutation de nos clients tout en assurant notre compétitivité et notre croissance future. Cela reflète par ailleurs notre engagement envers une simplification et une accélération des avancées dans le domaine des bioprocédés au moyen de technologies de pointe qui ont pour but de favoriser une production plus rapide, plus efficace et plus durable de nouvelles et de meilleures thérapies », déclare René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech.

Pour faire face à la demande croissante de solutions de bioprocédés à usage unique, Sartorius Stedim Biotech a presque doublé sa surface de salle blanche pour la porter à environ 9 000 m². Des lignes de production automatisées et numérisées pour les poches à usage unique 2D et 3D ont en outre permis d'accroître la productivité et la fiabilité. Certifié ISCC Plus¹, le site recourt à des matières premières renouvelables pour produire ses composants en plastique, réduisant ainsi de manière significative la part des matériaux d'origine fossile dans ses produits. L'entreprise a également adopté la norme ISO 14001 relative aux systèmes de management environnemental, en vue d'améliorer ses performances environnementales et de réduire l'empreinte écologique de ses activités.

¹ Certification internationale relative au développement durable et au carbone PLUS (ISCC PLUS)

Une installation logistique automatisée a permis d'accélérer la manutention des matières premières pour la production de poches à usage unique. Le nouvel entrepôt à hauts rayonnages de 12 000 m² a été optimisé pour garantir un traitement efficace des palettes. Des chariots élévateurs autonomes ainsi que des robots mobiles fluidifient les opérations grâce à l'application de l'approche « Goods-To-Person », qui laisse aux opérateurs la possibilité de se concentrer sur des tâches plus spécialisées. L'installation sera pleinement opérationnelle d'ici l'automne 2025.

Le site ainsi élargi comprend également un nouvel espace de laboratoire multifonctionnel de 1 900 m², conçu pour renforcer la collaboration entre les équipes internes et les partenaires externes. L'installation abrite des laboratoires de développement de produits pour la gestion des fluides et les technologies de culture cellulaire, ainsi que des laboratoires d'application pour les démonstrations aux clients et les formations. Celle-ci a ouvert ses portes aux clients au début de l'année 2024.

Un bâtiment de bureaux moderne situé au cœur du campus, comprenant une salle d'exposition, un centre de conférence et de nouveaux services tels qu'un restaurant et une salle de sport sont venus compléter ces nouvelles installations. La superficie totale des locaux a quadruplé depuis 2020, pour atteindre environ 90 000 m². Pensés pour répondre à des normes environnementales élevées et minimiser l'empreinte écologique du site, les bâtiments ont reçu les certifications HQE® Excellent et BiodiverCity® pour leur conception durable et leurs mesures en faveur de la biodiversité.

Sartorius Stedim Biotech a investi de manière significative dans ses activités en France depuis 2021, notamment à Lourdes, Cergy, Pompey et Strasbourg. Près de 1 400 salariés travaillent aujourd'hui au sein de sept sites à travers la France, dont plus de 1 100 à Aubagne. Le nombre de salariés dans le pays a pratiquement doublé au cours des dix dernières années.

Informations supplémentaires

Cliquez ici pour voir [les images de Sartorius Stedim Biotech Aubagne](#).

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 plus sûre, plus rapide et plus 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 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards d'euros. Actuellement, plus de 9 900 personnes travaillent pour ses clients à travers le monde.

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