

Aubagne, France | 18 septembre 2025

Sartorius Stedim Biotech étend sa production de composants clés pour les thérapies cellulaires et géniques en France

- Capacité désormais supérieure à 8 000 mètres carrés pour la production, les laboratoires et les bureaux
- Nouvelle installation conforme aux BPF pour les réactifs de transfection, qui renforce l'approvisionnement en matières premières essentielles pour les thérapies cellulaires et géniques
- Usine entièrement numérisée alliant conception durable et flexibilité pour une croissance future
- Capacités et compétences pour soutenir la prochaine vague d'innovations concernant les matières premières conformes aux BPF

Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, a agrandi son site d'Illkirch près de Strasbourg en France. L'installation de pointe intègre la production de réactifs de transfection de qualité pharmaceutique (BPF), composants essentiels pour la fabrication de vecteurs viraux destinés à de nouvelles thérapies. Avec plus de 8 000 mètres carrés de surface totale, le site a plus que doublé de taille. Démarré fin 2022, cet investissement conséquent souligne la volonté de Sartorius Stedim Biotech d'accompagner ses clients dans la production de thérapies cellulaires et géniques.

« Le site agrandi d'Illkirch est un centre de production clé dans notre réseau mondial et nous permet d'aider encore mieux nos clients à fournir des thérapies avancées aux patients plus rapidement et plus efficacement », déclare René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. « Les réactifs de transfection sont essentiels au développement des vecteurs viraux, qui jouent un rôle vital dans l'introduction de matériel génétique spécifique dans les cellules cibles. Comme les thérapies cellulaires et géniques représentent déjà environ un tiers du pipeline de produits biologiques, Sartorius Stedim Biotech est parfaitement positionné pour soutenir la croissance future de ces traitements qui changent la vie. »

Passage sans heurts de la recherche à la production

La nouvelle installation ajoute une zone de production complète de niveau BPF de plus de 3 000 mètres carrés pour la synthèse chimique, la formulation, les opérations de remplissage et de finition, ainsi que le contrôle de la qualité, complétant ainsi la fabrication existante de réactifs de niveau recherche et les activités de recherche et développement. Dans le cadre de cette expansion, 20 nouveaux employés ont déjà rejoint l'équipe. « En transférant la production de réactifs de qualité BPF en interne, nous permettons à nos clients de thérapies cellulaires et géniques de passer en toute transparence des premières recherches à l'approvisionnement commercial », déclare Chantal Devin Chaloin, Directrice Générale du site d'Illkirch.

« L'expansion jette également les bases de l'introduction de nouvelles matières premières BPF à l'avenir », poursuit-elle. « De plus, cela renforce la fiabilité de nos livraisons et la résilience des chaînes d'approvisionnement en amont de nos clients. »

Améliorer l'excellence de la fabrication et la durabilité

Conçue pour fonctionner selon les directives de l'UE en matière de fabrication de médicaments stériles (norme BPF Annexe 1), l'installation entièrement numérisée garantit une documentation rigoureuse, la traçabilité des matières premières et l'homogénéité d'un lot à l'autre.

Le bâtiment est alimenté exclusivement par de l'énergie neutre en CO₂ d'origine locale et couvre environ 10 % de ses besoins en électricité grâce à des panneaux solaires. Les opérations en salle blanche sont énergivores car elles nécessitent la circulation et la filtration constantes de grands volumes d'air. Pour y remédier, l'établissement utilise des systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) de pointe qui recyclent 80 % de l'air dans les zones classées. Combiné à l'optimisation de la taille des pièces pour réduire le volume d'air traité, ce système améliore l'efficacité énergétique globale du site.

Investir dans l'innovation et les talents en France

Sartorius Stedim Biotech a investi de manière significative dans ses activités en France depuis 2021, notamment à Aubagne, Lourdes, Cergy et Pompey. Près de 1 400 salariés travaillent aujourd'hui au sein de sept sites à travers la France, dont une centaine à Illkirch. À son siège d'Aubagne, le Groupe a ouvert en juin sa production élargie de technologies de gestion des fluides telles que les poches à usage unique, utilisées pour la culture cellulaire, le stockage et l'expédition dans la fabrication biopharmaceutique, et les capacités de recherche et développement. 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 Illkirch](#)

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

Verena Sattel

External Communications Manager

+49 551 308 9261

verena.sattel@sartorius.com