

Aubagne, France | 21 novembre 2024

Sartorius Stedim Biotech ouvre un nouveau centre d'innovation en bioprocédés à Marlborough (États-Unis)

- Nouveaux laboratoires de recherche et services de développement de processus pour permettre la conception de produits thérapeutiques de nouvelle génération
- Optimisation des processus en amont et en aval, essais de validation, démonstrations et formations pour les clients
- À venir en 2025 : deux suites GMP pour la mise en œuvre de nouveaux procédés de fabrication

Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, a inauguré aujourd'hui son nouveau Centre d'innovation en bioprocédés à Marlborough, dans le Massachusetts. Ce site ultramoderne est conçu pour encourager la collaboration, le co-développement et l'apprentissage sur site avec les clients et les partenaires externes en innovation, en intégrant les dernières technologies de Sartorius dans des flux de travail de bioprocédés réels.

« Les thérapies cellulaires et géniques ainsi que d'autres traitements novateurs offrent des solutions prometteuses aux patients atteints de maladies auparavant incurables. Cependant, ces modalités en sont encore à leurs débuts et nécessitent souvent le développement de nouveaux processus de fabrication, afin de devenir plus efficaces et moins coûteux. Ce centre d'innovation de pointe nous permet de tirer parti de notre expertise en matière d'outils de biotraitement et de flux de travail, afin d'accélérer et de simplifier le parcours de nos clients vers les essais cliniques », a déclaré René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech.

Les installations d'une superficie d'environ 6 000 mètres carrés abritent des laboratoires de recherche et de services, ainsi que des installations pour les démonstrations et les formations des clients. Des équipes d'experts dédiées proposeront des services de développement, d'optimisation et de validation des processus. Actuellement composé d'une équipe de 50 scientifiques et développeurs de produits, le nouveau centre pourra accueillir plus de 120 experts internes et externes en bioprocédés.

En 2025, Sartorius Stedim Biotech ajoutera deux suites GMP multimodales, fonctionnant avec les flux de travail et équipements du Groupe. Ces suites permettront aux clients d'étendre leurs projets de développement de processus avec Sartorius jusqu'aux premières étapes de la production clinique. L'entreprise élargit ainsi son offre de solutions en mettant l'accent sur le développement de nouveaux processus de fabrication pour les produits thérapeutiques de nouvelle génération.

« L'agglomération de Boston abrite un écosystème incomparable qui favorise l'innovation, la collaboration et la croissance. En tant que place forte mondiale de la biotechnologie et des sciences de la vie, elle offre un accès à des établissements universitaires de renommée mondiale, à des installations de recherche de pointe et à une main-d'œuvre hautement qualifiée. En outre, le solide réseau de sociétés de capital-risque et de partenariats industriels de la région offre de nombreuses possibilités de collaborations stratégiques. C'est le moment et l'endroit idéal pour lancer ces capacités qui sont primordiales pour le succès de nos clients », a déclaré Maurice Phelan, Président de Sartorius Amérique du Nord.

« Le Massachusetts est l'épicentre mondial des sciences de la vie grâce à des entreprises comme Sartorius », a déclaré Yvonne Hao, Secrétaire au développement économique du Massachusetts. « Ce nouveau centre servira de plaque tournante pour encourager la collaboration ouverte et créer des voies de recherche complètes pour les experts. Nous nous réjouissons du succès continu de cette entreprise et nous lui sommes reconnaissants de veiller à ce que nos communautés aient accès à des technologies thérapeutiques innovantes. »

Sartorius Stedim Biotech a récemment renforcé sa présence dans la région. L'entreprise, qui opérait initialement dans un laboratoire partagé dans le Seaport District de Boston, a acquis en 2020 l'expert en purification WaterSep BioSeparations, basé à Marlborough, et a ouvert en 2021 un nouveau Customer Interaction Center (CIC) pour les équipements de bioprocédés, tous deux situés à proximité du nouveau Centre d'innovation en bioprocédés. Plus de 100 employés travaillent sur les trois sites de Marlborough, et environ 1 800 personnes pour Sartorius Stedim Biotech en Amérique du Nord.

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 10 000 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

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

Contact

Leona Malorny
Responsable de la communication externe
+49 551 308 4067
leona.malorny@sartorius.com