

Aubagne, France | 21 mai 2026

Sartorius Stedim Biotech ouvre un nouveau centre de compétences pour les composants de thérapies cellulaires et géniques à Fribourg, Allemagne

- La capacité de production de matériaux de qualité essentiels pour le marché en pleine expansion des thérapies cellulaires et géniques, a plus que doublé
- Cérémonie d'inauguration dans la zone industrielle de Haid, en présence d'environ 180 invités
- Un investissement total de plus de 140 millions d'euros
- Une technologie de construction de pointe sans recours aux énergies fossiles

Sartorius Stedim Biotech, l'un des principaux fournisseurs de technologies innovantes pour la fabrication de produits biologiques, a inauguré un nouveau centre de compétences à Fribourg, en Allemagne. Ce dernier est dédié au développement et à la production de matériaux de qualité essentiels pour le marché des thérapies cellulaires et géniques. À Fribourg, l'entreprise fabrique des composants essentiels, tels que des cytokines et des facteurs de croissance, utilisés dans ces nouvelles thérapies. Avec un investissement de plus de 140 millions d'euros, Sartorius Stedim Biotech réaffirme son engagement stratégique en faveur de ce secteur d'activité en plein essor. Les thérapies cellulaires et géniques gagnent rapidement en importance dans le monde entier et représentent déjà environ 30 % des projets de développement de médicaments.

« Les thérapies cellulaires et géniques offrent aux patients l'espoir de guérir de maladies qui étaient auparavant considérées comme incurables. Les cytokines, les facteurs de croissance et les milieux de culture cellulaire sont indispensables au développement et à la fabrication de ces thérapies innovantes. En tant que site clé de notre réseau mondial pour ces matériaux essentiels, Fribourg répond aux besoins d'un marché dynamique qui exige rapidité, évolutivité et fiabilité des processus. En augmentant considérablement nos capacités, nous pouvons répondre avec beaucoup plus de flexibilité à la demande de nos clients du secteur biopharmaceutique et les soutenir encore mieux pour apporter les thérapies cellulaires et géniques aux patients plus rapidement et plus efficacement.», déclare René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech.

Dans la zone industrielle de Haid, des espaces ultramodernes de production, de laboratoire et de bureaux ont été aménagés. Le site s'étend sur environ 18 000 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 180 employés. Grâce à une technologie de construction innovante, ce nouveau site fonctionne intégralement sans énergies fossiles : l'énergie géothermique assure le chauffage, l'eau de puits assure le refroidissement et les panneaux solaires produisent l'électricité. Cet engagement constant en faveur du développement durable a d'ores et déjà été récompensé par une pré-certification DGNB Or en matière de construction durable.

« La réalisation de ce site est le fruit de nombreuses années de collaboration étroite et constructive. Nous tenons tout particulièrement à souligner le soutien apporté par la ville de Fribourg ainsi que par nos partenaires en matière de planification, de construction et de technologie. Ensemble, nous avons créé un site qui allie une technologie de pointe en matière de recherche et de production à une approche durable », déclare Daniel Spatz, Directeur Général de Sartorius CellGenix à Fribourg.

L'inauguration de la nouvelle usine marque une étape importante dans le développement du site de Fribourg. En 2021, Sartorius Stedim Biotech, filiale du groupe Sartorius, a acquis une participation majoritaire dans la société CellGenix GmbH, fondée en 1994 au Centre médical de l'université de Fribourg. La société est pleinement intégrée à Sartorius Stedim Biotech depuis le début de l'année 2026. Au cours des cinq dernières années, les effectifs à Fribourg ont presque doublé pour atteindre environ 140 personnes.

L'extension du site de Fribourg s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement à long terme visant à développer le réseau mondial de recherche et de production de Sartorius Stedim Biotech. L'objectif est de préparer l'entreprise à poursuivre sa croissance organique, de renforcer sa résilience et de continuer à garantir une grande fiabilité des livraisons ainsi qu'une qualité constante des produits sur tous ses sites.

[Informations complémentaires et photos](#)

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

Leona Malorny

Responsable de la communication externe

+49 551 308 4067

leona.malorny@sartorius.com