

Göttingen, Allemagne | Mars 31, 2025

Les premières certifications ISCC Plus ouvrent la voie aux plastiques renouvelables chez Sartorius

- Certification ISCC Plus pour les sites d'Aubagne (France) et Stonehouse (Royaume-Uni)
- La production avec des matières premières bio-circulaires a commencé
- D'autres sites en Allemagne et en Finlande suivront

Le groupe des sciences de la vie Sartorius a obtenu ses premières certifications International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Plus pour ses sites de production à Aubagne, France, et Stonehouse, Royaume-Uni. D'autres usines en Allemagne et en Finlande suivront. La certification ISCC Plus permet à Sartorius de s'approvisionner de manière transparente en matières premières renouvelables et certifiées pour la production de composants plastiques, réduisant ainsi considérablement la proportion de matériaux d'origine fossile.

Sur ses sites certifiés, Sartorius produit des cuves de bioréacteurs Ambr®, des filtres Vivaflow® et des poches Flexsafe® sélectionnés pour la fabrication de produits biopharmaceutiques. Le système de comptabilité transparent de l'ISCC permet l'intégration de matières premières renouvelables et recyclées - telles que le plastique recyclé - dans les processus existants, avec une utilisation suivie et documentée tout au long de la chaîne de valeur. Dans les trois lignes de produits, les matériaux certifiés ISCC Plus réduisent désormais la part des composés d'origine fossile de 50 % en moyenne.

"En utilisant des matériaux renouvelables, nous réduisons activement les matières premières fossiles dans nos produits, offrant des alternatives durables que nos clients peuvent facilement adopter", déclare René Fáber, Directeur de la division Bioprocess et membre du Conseil d'administration de Sartorius. "Depuis des années, nos technologies aident les clients à remplacer les processus de fabrication énergivores, gourmands en eau et en produits chimiques pour les produits biopharmaceutiques par des options à usage unique plus efficaces en ressources, réduisant ainsi leur empreinte environnementale. La certification ISCC Plus renforce notre engagement continu à promouvoir des pratiques plus durables."

En plus de soutenir les efforts de ses clients en matière de développement durable, Sartorius vise à réduire davantage sa propre empreinte écologique et poursuit d'importantes ambitions en matière de climat: d'ici 2045, Sartorius entend décarboniser entièrement ses activités commerciales, atteindre un bilan net de CO₂ nul et ainsi de devenir neutre en carbone. D'ici 2030, 100 % de l'électricité achetée dans le monde devrait provenir de sources renouvelables.

Plus d'informations sur les ambitions de durabilité de Sartorius sur www.sartorius.com/sustainability

A propos de Sartorius

Sartorius est un partenaire international de premier plan dans la recherche en sciences de la vie et l'industrie biopharmaceutique. Avec des instruments de laboratoire innovants et des consommables, la division Lab Products & Services du Groupe se concentre sur les laboratoires effectuant des recherches et des contrôles de qualité dans les entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques ainsi que dans les instituts de recherche académique. La division Bioprocess Solutions, avec son large portefeuille de produits axé sur les solutions à usage unique, aide les clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques, des vaccins et des thérapies cellulaires et géniques de manière sûre, rapide et durable. L'entreprise, basée à Göttingen, en Allemagne, a une forte portée mondiale avec environ 60 sites de production et de vente dans le monde entier. Sartorius élargit régulièrement son portefeuille par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 3,4 milliards d'euros. Environ 13 500 employés travaillent pour des clients dans le monde entier.

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

Contact

Leona Malorny

Responsable de la communication externe

+49 551 308 4067

leona.malorny@sartorius.com