

Göttingen, 17. Juni 2025

Sartorius baut Kapazitäten für Herstellung und Entwicklung innovativer Bioprozesslösungen in Frankreich aus

- Erweiterung am Hauptsitz des französischen Teilkonzerns Sartorius Stedim Biotech in Aubagne
- Deutlicher Kapazitätsausbau für Produktion, Logistik sowie Entwicklung von sterilen Einwegbeuteln

Der Life-Science-Konzern Sartorius feiert heute den Abschluss eines mehrjährigen Projekts zur Kapazitätserweiterung am Hauptsitz seines Teilkonzerns Sartorius Stedim Biotech in Aubagne, Frankreich. Mit den Investitionen unterstreicht das Unternehmen sein Engagement als einer der führenden Anbieter von innovativen Technologien für das Flüssigkeitsmanagement in biopharmazeutischen Produktionsprozessen.

„Durch Investitionen in Innovation, Automatisierung und Nachhaltigkeit stärken wir unsere Fähigkeit, die steigenden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Gleichzeitig festigen wir unsere Wettbewerbsposition und bereiten uns auf zukünftiges Wachstum vor“, sagte René Fáber, Mitglied des Sartorius-Vorstands und CEO von Sartorius Stedim Biotech.

Im Zuge des Ausbaus hat Sartorius die Reinraumflächen in Aubagne nahezu verdoppelt und die Produktionslinien für sterile 2D- und 3D-Einwegbeutel erweitert. Der Standort ist ISCC-Plus-zertifiziert¹ und verwendet erneuerbare Rohstoffe zur Herstellung von Kunststoffkomponenten. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Standard ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme eingeführt, um den ökologischen Fußabdruck in der Produktion weiter zu verringern. Eine neue, automatisierte Logistikanlage beschleunigt die Handhabung von Rohstoffen, und ein flexibel nutzbarer Laborbereich ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit Kunden. Der Campus erhielt zudem mehrere Zertifizierungen für Nachhaltigkeit und biologische Vielfalt.

Die Standort-Erweiterung in Aubagne ist Teil des weltweiten Ausbaus der Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von Sartorius. Ziel ist es, die Infrastruktur des Unternehmens auf weiteres organisches Wachstum vorzubereiten und die Flexibilität und Diversifizierung des Produktionsnetzwerks zu stärken, um standortübergreifend eine hohe Liefertreue und gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie in der [Medieninformation der Sartorius Stedim Biotech \(Englisch\)](#). Bildmaterial von Sartorius Stedim Biotech Aubagne steht [hier zum Download zur Verfügung](#).

¹ International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS)

Sartorius in Kürze

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Rund 13.500 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.

Besuchen Sie unseren [Newsroom](#) und folgen Sie Sartorius auf [LinkedIn](#).

Kontakt

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+49 (0)551 308 1686

petra.kirchhoff@sartorius.com