

Göttingen, 18. September 2025

## Sartorius erweitert Produktion wichtiger Komponenten für Zell- und Gentherapien in Frankreich

- Neues GMP-Gebäude für Transfektionsreagenzien des französischen Teilkonzerns Sartorius Stedim Biotech in Illkirch
- Anlage unterstützt Technologien der nächsten Generation für Zell- und Gentherapien

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat den Standort seines französischen Teilkonzerns Sartorius Stedim Biotech in Illkirch bei Straßburg erweitert. Die hochmoderne Produktionsstätte ermöglicht die Fertigung von Transfektionsreagenzien in pharmazeutischer Qualität (GMP). Dies sind essenzielle Komponenten für die Herstellung viraler Vektoren, die in neuartigen Therapien zum Einsatz kommen. Mit der Investition unterstreicht das Unternehmen seine Ambition, Kunden bei der Entwicklung und Produktion von Zell- und Gentherapien zu unterstützen – einem dynamisch wachsenden Segment der Biopharmazeutik.

„Mit dem ausgebauten Standort in Illkirch hat Sartorius eine zentrale Fertigungsstätte innerhalb unseres globalen Netzwerks geschaffen, mit der wir unsere Kunden noch besser dabei unterstützen können, neuartige Therapien schneller und effizienter zum Patienten zu bringen“, sagte René Fáber, Mitglied des Sartorius-Vorstands und CEO von Sartorius Stedim Biotech.

Insgesamt hat sich die Fläche des Werks mehr als verdoppelt und umfasst nun über 8.000 Quadratmeter Produktions-, Labor- und Bürofläche. Die vollständig digitalisierte Anlage ist gemäß dem EU-Leitfaden für die sterile Arzneimittelherstellung (EU-GMP Annex 1) konzipiert und vereint Flexibilität für weiteres Wachstum mit hohen Umweltstandards.

Die Standorterweiterung in Illkirch folgt auf den kürzlich abgeschlossenen Kapazitätsausbau in Aubagne, Frankreich. Sartorius investiert gezielt in den Ausbau seines weltweiten Entwicklungs- und Fertigungsnetzwerks, um das Unternehmen auf weiteres organisches Wachstum vorzubereiten und standortübergreifend eine hohe Liefertreue sowie gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten.

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

### 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](#) oder folgen Sie uns auf [LinkedIn](#).

### **Kontakt**

Verena Sattel

External Communications Manager

+49 551 308 9261

[verena.sattel@sartorius.com](mailto:verena.sattel@sartorius.com)