

## Eröffnung des neuen Sartorius-Kompetenzzentrums in Freiburg-Haid

Am 21. Mai eröffnet Sartorius im Freiburger Gewerbegebiet Haid-Süd ein neues Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Produktion. Am Standort des Teilkonzerns Sartorius Stedim Biotech entwickelt und produziert das Unternehmen qualitätskritische Komponenten für die Herstellung von innovativen Therapien. Mit der Investition erweitert Sartorius seine Produktionskapazitäten und stärkt seine Position im dynamischen Markt der Zell- und Gentherapien.

### Daten & Fakten

---

- **Investitionsvolumen: mehr als 140 Millionen Euro**
- **Planmäßige Fertigstellung nach Grundsteinlegung in 2023;** Produktionsstart geplant für Ende 2026 nach Prozesstransfers, Qualifizierung und Validierung
- **Produktionskapazität** für qualitätskritische Materialien der Zell- und Gentherapie **mehr als verdoppelt**
- **Produkte: über 20 verschiedene Produkte, Herstellung von** Zytokinen, Wachstumsfaktoren, weiteren essenziellen Zellkulturmedien
- **Fläche: ca. 18.000 Quadratmeter Produktions-, Labor-, Bürofläche**
- **Besonderheiten:**
  - **Rund 1.200m<sup>2</sup> Reinraum**
  - **Erfüllt höchste GMP-Qualitätsstandards** und damit strenge Anforderungen der biopharmazeutischen Industrie.
  - **Fill & Finish-Anlage:** vollständige Abfüllline in Isolatortechnik; Kapazität bis zu 20.000 Fläschchen pro Charge
- **Mitarbeitende: rund 140 Beschäftigte;** Kapazität für **bis zu 180 Personen**

### Produkte

---

- **Entwicklung und Herstellung von Zellkulturkomponenten wie Wachstumsfaktoren, Zytokine und Medien für die Herstellung von Zell- & Gentherapeutika**
- Diese qualitätskritischen Komponenten steuern Wachstum und Entwicklung von therapeutischen Zellen und schaffen so die notwendigen Bedingungen, damit sie kontrolliert vermehrt und für den medizinischen Einsatz entwickelt werden können.
- In Freiburg stellt Sartorius mehr als 20 verschiedene dieser wichtigen Komponenten für seine Biopharma-Kunden her

## Nachhaltigkeit

---

- Keine Nutzung fossiler Brennstoffe
- Heizung durch **Erdwärme**, Kühlung durch **kaltes Brunnenwasser**
- Versorgung mit elektrischer Energie durch eingekauften grünen Strom sowie **2500 m<sup>2</sup> Photovoltaik Anlage**
- **DGNB-Gold-Vorzertifizierung** für nachhaltiges Bauen
- **1850 m<sup>2</sup> Grünfläche** mit Bäumen und Solitärsträuchern sowie **Dachbegrünung**

## Strategische Bedeutung

---

- Teil des langfristig angelegten Investitionsprogramms zum Ausbau der globalen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten
- Ziele: Vorbereitung auf weiteres organisches Unternehmenswachstums; Beitrag zur Stärkung der **Resilienz der globalen Infrastruktur** sowie zu **höherer Liefertreue** und gleichbleibend **hoher Produktqualität**
- **Gezielter Ausbau** der Kapazitäten für die Entwicklung und Herstellung von Produkten für den **dynamisch wachsenden Zell- und Gentherapiemarkt**
- Ergänzt **zuletzt abgeschlossene Erweiterungen** u.a. in Illkirch und Aubagne, Frankreich

## Regionale Einordnung

---

- Wichtiger Meilenstein für die Aktivitäten von Sartorius in Freiburg
- Mehrheitsübernahme der **CellGenix GmbH** (gegründet 1994 an der Universitätsklinik Freiburg) im Jahr 2021 mit dem Ziel, die Kapazitäten erheblich auszubauen; seit 2026 komplett integriert in den Sartorius-Konzern
- Zahl der Mitarbeitenden seit 2021 auf rund 140 Personen nahezu verdoppelt

## Über Sartorius

---

- International führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie
- Mit seinen Produkten trägt Sartorius dazu bei, biopharmazeutische Forschung zu beschleunigen und Herstellungsprozesse effizienter zu machen. Damit innovative Therapien schneller für mehr Patienten weltweit zugänglich werden.
- Rund **60 Produktions- und Vertriebsstandorte weltweit**
- Umsatz 2025: ca. **3,5 Milliarden Euro**
- Über **14.000 Mitarbeitende weltweit**
- Hauptsitz: **Göttingen, Deutschland**