

Göttingen, 14. Juni 2022

Sartorius Quartier als bestes Wohn- und Quartiersprojekt ausgezeichnet

- Erster Platz beim Brownfield24-Award 2022

Das Sartorius Quartier hat als bestes Wohn- und Quartiersprojekt den Brownfield24-Award 2022 erhalten. Den Preis der Fachjury nahm der Projektentwickler Hamburg Team entgegen, der das Sartorius Quartier gemeinsam mit dem Life-Science-Konzern Sartorius entwickelt hat.

„Mit dem Sartorius Quartier hat die Göttinger Nordstadt einen kräftigen Impuls erhalten. Ich danke vor allem Hamburg Team und der Stadt Göttingen sowie den Architekten und den vielen ausführenden Firmen für die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die Auszeichnung zeigt, dass unser Konzept auch überregional herausragt. Seit Sartorius Ende 2017 seine Aktivitäten komplett auf dem Campus in Grone gebündelt hat, sind auf unserem alten Werksgelände mehr als 200 moderne Wohnungen, ein hochwertiges Hotel mit interessanten gastronomischen Angeboten und eine sehr individuelle Veranstaltungshalle entstanden. Zudem entwickelt sich mit der Life Science Factory, dem Gesundheitscampus, dem Ottobock-Kompetenzzentrum und dem Rehasentrum Junge ein innovativer und dynamischer Standort rund um das Thema Gesundheit. Bedanken möchte ich mich schließlich auch bei den Anwohnern für Ihr Verständnis während der Bauphase und den sehr positiven Dialog bei den insgesamt sechs Bürgerinformationsveranstaltungen, zuletzt in der modernisierten historischen Sheddachhalle“, sagte Joachim Kreuzburg, Vorstandschef von Sartorius.

Auf dem ehemaligen Sartorius-Werksgelände in der Göttinger Nordstadt ist auf einem Grundstück von etwa 23.000 Quadratmetern unter dem Leitmotiv „Bilden. Gründen. Wohnen.“ ein neues, gemischt genutztes Quartier entstanden. Im Herbst 2022 soll das letzte Gebäude seinem Nutzer übergeben werden.

Mit dem Brownfield24 Award, einer Initiative des Brownfield24 Netzwerks, wird die nachhaltige Revitalisierung von Industriebrachen ausgezeichnet. Dies trägt dazu bei, die Versiegelung neuer Flächen zu verhindern. Der Brownfield24-Award wurde in diesem Jahr zum vierten Mal vergeben. Insgesamt wurden 53 Projekte in fünf Kategorien eingereicht.

Weitere Informationen zum Sartorius Quartier unter: <https://www.sartorius.de/sartorius-quartier>

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern 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 und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Folgen Sie Sartorius auf Twitter [**@Sartorius_Group**](#) und auf LinkedIn.

Kontakt

Timo Lindemann

Pressesprecher

Tel.: +49 551.308.4724

Timo.Lindemann@Sartorius.com