

Sartorius-Kindertagesstätte „Kleine Forscherinnen und Forscher“ auf dem Sartorius Campus eröffnet

- Kita für Kinder von Mitarbeitern und aus der Nachbarschaft
- Betreuung von derzeit 20 Kindern; Angebot auf bis zu 50 Plätze ausgerichtet

Göttingen, 27. Juni 2019 – Experimentierraum und Bobbycar-Rennbahn für kleine Forscherinnen und Forscher: Sartorius hat heute in Göttingen die Eröffnung seiner Kindertagesstätte gefeiert. Auf dem Sartorius Campus hat das Unternehmen gemeinsam mit der Stadt Göttingen und der AWO Göttingen ein attraktives Angebot für Kinder von Mitarbeitern und aus der Nachbarschaft auf die Beine gestellt. Die betriebsnahe Kita legt einen Schwerpunkt auf die Förderung von Experimentierfreude und Kreativität und strebt eine zeitnahe Zertifizierung gemäß der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ an. Dafür sind Forschen und Dokumentieren im Kita-Alltag verankert; zudem gibt es regelmäßige Weiterbildungen der Betreuerinnen zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie zu nachhaltiger Entwicklung.

Den Eltern bietet die Kita flexible Rahmenbedingungen wie ausgedehnte Öffnungszeiten von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr. „Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen, Job und Familie möglichst gut und entspannt unter einen Hut zu bekommen. Eltern mit kleinen Kindern haben so die Chance, relativ früh und mit Flexibilität an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren“, sagte der Sartorius-Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg bei der Eröffnungsfeier.

Weil tägliche Wege zu anderen Betreuungsstätten entfallen, bleibt den Eltern mehr Zeit für die Familie. Auch können die Betreuerinnen bei Bedarf die Eltern auf dem Sartorius Campus schnell erreichen. Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler betonte: „Sartorius zeigt, wie eine familienfreundliche Infrastruktur in Zeiten des häufig beklagten Fachkräftemangels ein Zukunftsfaktor bei der Gewinnung eben dieser Fachkräfte sein kann.“

In dem rund 1.200 Quadratmeter großen, mehrstöckigen Gebäude werden bereits seit Dezember 2018 bis zu 20 Kinder in zwei Gruppen betreut. Ab August dieses Jahres rechnet Sartorius mit mehr als 50 Kindern im Alter von null bis sechs Jahren. Etwa ein Drittel der Plätze ist für Kinder aus der Nachbarschaft vorgesehen.

Den Betrieb der Kita hat die AWO Göttingen übernommen. „Kinder, Eltern und Mitarbeitende finden mit der Sartorius-Kita eine wunderbare Einrichtung vor, die von der Ausstattung her Maßstäbe im Kinderbetreuungsbereich setzt. Wie der große Pädagoge Jesper Juul es treffend formuliert hat: ‚Kinder sind Forscher, sie müssen experimentieren und daraus ihre eigenen Schlüsse ziehen.‘ Und wo kann das besser gelingen als auf dem Gelände von Sartorius in dieser großartigen Kita, die alle Voraussetzungen hierfür bietet“, sagte der Geschäftsführer der AWO Göttingen, Michael Bonder.

Sartorius hat rund 3,5 Millionen Euro in die Kindertagesstätte investiert. Zu den spielerischen Höhepunkten der Kita gehören im Innenbereich ein Forscherraum, mehrere Rutschen und ein

Sport- und Aktivitätenraum mit Kletterwand sowie im Garten eine Wasserpumpe und eine große Bobbycar-Rennbahn.

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

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 von komplementären Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,57 Milliarden Euro. Aktuell sind mehr als 8.500 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Timo Lindemann | Corporate Communications

+49 (0)551.308.4724 | timo.lindemann@sartorius.com | www.sartorius.com