

Accelerate the enhancement and extension of human lives by helping our customers advance drug development, every day

Firmenprofil

Die Reaction Biology Europe GmbH (www.reactionbiology.com) in Freiburg i.Br. ist ein Tochterunternehmen der Reaction Biology Corporation, das als weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen durch modernste Wissenschaft Auftragsforschung mit dem Ziel betreibt, innovative Medikamente effektiver zu entdecken und zu entwickeln. Der Reaction Biology Standort in Heidelberg (Bioassay GmbH), ist ein Labor der biologischen Analytik, spezialisiert auf die Entwicklung, Validierung und Routinedurchführung von Assays im Bereich Pharmakologie, Toxikologie und Immunologie.

Wir suchen

Die Reaction Familie setzt auf begeisterte Menschen, die mit Talent, Engagement und Leidenschaft uns in der Umsetzung unserer Vision tatkräftig unterstützen. Zur Unterstützung unseres IT-Teams suchen wir ab sofort einen Werkstudenten (m/w/d) im Bereich IT-Administration/Helpdesk – gerne an unserem Standort in Heidelberg oder Freiburg.

Werkstudent (m/w/d) IT-Administration / Helpdesk

Aufgaben

- Unterstützung im IT-Helpdesk und Sicherstellung eines reibungslosen IT-Betriebs
- 1st Level Support für unsere Kolleg*innen (vor Ort und remote)
- Dokumentation und Bearbeitung von Anfragen im Ticketsystem
- Unterstützung bei Installation, Konfiguration und Wartung von Hardware und Software
- Einrichtung und Betreuung von Arbeitsplätzen
- Fehleranalyse und Mitwirkung bei technischen Problemlösungen

Dein Profil

- Laufendes Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar
- Erste praktische Erfahrungen im IT-Support oder Helpdesk von Vorteil
- Gute Kenntnisse in M365 (Teams, OneDrive, SharePoint) wünschenswert
- Hohe Service- und Kundenorientierung
- Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

Wir bieten

- Flexible Arbeitszeiten, optimal vereinbar mit deinem Studium
- Einblicke in moderne IT-Strukturen eines internationalen Unternehmens
- Kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
- Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und praktische Erfahrung zu sammeln

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (inkl. Lebenslauf und möglichem Eintrittstermin) an folgende E-Mail-Adresse: hr@reactionbiology.com unter Nennung der ID BA-2026-01/SP-IT-WerkstudentIn ein.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.