

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 Erweiterung unseres Teams am Standort in Heidelberg bei der Bioassay GmbH suchen wir ab sofort eine/n

Assistant Laboratory Operations (m/w/d) mit Bereitschaftsdienst 20 Stunden Anwesenheit pro Woche bei Vergütung einer Vollzeitstelle (38,5 Stunden/Woche)

Deine Aufgaben

Hygieneservice

- Entleerung, Reinigung, Desinfektion und Aufbereitung von Tierhaltungsequipment
- Bedienung moderner Reinigungs- und Sterilisationsanlagen
- Sicherstellung von Hygiene- und Qualitätsstandards

In Vivo Operations Support

- Unterstützung der täglichen Abläufe in einem modernen In Vivo Forschungsumfeld
- Versorgung der Forschungsbereiche mit Materialien, Futter und Verbrauchsgütern
- Lagerhaltung, Kommissionierung und Materialbereitstellung

Bereitschaftsdienst

- Bearbeitung und Bewertung von Alarmmeldungen außerhalb der regulären Arbeitszeiten
- Kontrolle von Kühl- und Gefriergeräten sowie kritischen Versorgungseinrichtungen
- Einleitung notwendiger Sofortmaßnahmen inkl. Vor-Ort-Einsätze im Bedarfsfall (inklusive Umlagerung von Reagenzien und Proben)

Dein Profil

- Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Zuverlässige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Körperliche Belastbarkeit
- Technisches Verständnis und die Fähigkeit, technische Störungen oder Alarmmeldungen nach entsprechender Einarbeitung zu bewerten
- Bereitschaft zur Teilnahme am Bereitschaftsdienst, Wohnort in Standortnähe, Mobilität
- Erfahrung im Laborumfeld von Vorteil
- Nice to have: Ausbildung als Tierpfleger (m/w/d)

Wir bieten

- Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wissenschaftlichen Umfeld
- Vergütung auf Vollzeitniveau bei einer regelmäßigen Anwesenheit von ca. 20 Stunden pro Woche
- Mitgliedschaft beim Sportprogramm Urban Sports Club/Hansefit
- Fahrradleasing über BusinessBike als attraktiven Mobilitätsbenefit
- 31 Tagen Urlaub und Sonderurlaub
- Mitarbeiterempfehlungsprogramm
- Kostenfreier Parkplatz oder Jobticket
- Zuschuss zur privaten Altersvorsorge

Klingt spannend? Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung (inklusive Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an folgende E-Mail-Adresse: hr@reactionbiology.com unter Nennung der ID BA-2026-02/SH-Assistent ein. Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.