

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

BTA/ Biologielaboranten (m/w/d) **im Bereich Qualitätskontrolle (in vitro Assays)**

Aufgaben

- Mitwirkung bei der Entwicklung und Validierung neuer Analysenmethoden (in vitro)
- Mitwirkung bei Validierung neuer Analysenmethoden (in vitro)
- Durchführung und Dokumentation von Analysen zur Aktivitätsbestimmung (in vitro) im Rahmen der Prüfung pharmazeutischer Ausgangsstoffe und Fertigprodukte in der Qualitätskontrolle
- Allgemeine Labororganisation im Bereich Zellkultur
- Arbeiten und Dokumentation nach GMP-Vorgaben
- Erstellung und Überarbeitung von Arbeitsanweisungen (SOP)
- Qualifizierung, Kalibrierung und Wartung von Analysen- und Laborgeräten

Dein Profil

- Abgeschlossene Ausbildung als BTA oder Biologielaborant
- Mehrjährige Berufserfahrung im GxP-Umfeld (mindestens 3 Jahre)
- Mehrjährige Erfahrungen in sterilen Arbeitstechniken (mindestens Zellkultur eukaryotischer Zelllinien) und der Durchführung zell-basierter Assays (mindestens 3 Jahre)
- Breites molekularbiologisches Methodenspektrum (z. B. Multimode Plate Reader, FACS) vorteilhaft
- Präzise Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit und ausgeprägte Eigenverantwortung
- Hohe Motivationskraft sowie Teamfähigkeit
- Gutes Deutsch in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse

Wir bieten

- Modernes und kollegiales Arbeitsumfeld mit gelebter Duz-Kultur und flachen Hierarchien
- Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten
- Sichere, unbefristete Stelle mit 31 Tage Urlaub und Sonderurlaub für persönliche Anlässe
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
- Mitarbeiterempfehlungsprogramm mit attraktiven Prämien
- Zuschuss zur privaten Altersvorsorge
- Firmenfitnessprogramm mit Urban Sports Club
- Jährliche Gripeschutzimpfungen
- Teamspirit: Firmenfeiern, Aktionstage und gemeinsame Events
- Kinderbetreuungszuschuss
- Firmenparkplätze bzw. Jobticket

Interessiert?

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung (inklusive Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an folgende E-Mail-Adresse:

hr@reactionbiology.com

unter Nennung der ID BA-2025-03/PM-LAB.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung