

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 Entwicklung/Validierung von in vitro Assays

Aufgaben

- Mitwirkung bei der Entwicklung und Validierung neuer Analysenmethoden (in vitro)
- Durchführung und Dokumentation von Zellkulturexperimenten zur Aktivitätsbestimmung (in vitro) im Rahmen der Prüfung pharmazeutischer Ausgangsstoffe und Fertigprodukte
- Mitwirkung bei Validierung neuer Analysenmethoden (in vitro)
- 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

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

Dein Profil

- Abgeschlossene Ausbildung als BTA oder Biologielaborant
- Mehrjährige Berufserfahrung im GxP-Umfeld (mindestens 2 Jahre)
- Fundierte Erfahrungen in sterilen Arbeitstechniken, vorzugsweise in zellbasierten Assays, breites molekularbiologisches Methodenspektrum (z. B. Multimode Plate Reader, FACS, SPR, qPCR) vorteilhaft
- Präzise Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit und ausgeprägte Eigenverantwortung
- Hohe Motivationskraft sowie Teamfähigkeit
- Fundierte PC-Anwenderkenntnisse (Word und Excel)
- Gutes Deutsch in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse

Wir bieten

- Agile Teamstrukturen mit flachen Hierarchien und Matrixorganisation
- Flexible Arbeits- und Pausenzeiten, Stundenkonto
- Wochenenddienstvergütung
- 31 Tagen Urlaub und Sonderurlaub
- Mitarbeiterempfehlungsprogramm
- Fahrkostenerstattung oder Jobticket
- Zuschuss zur privaten Altersvorsorge

Interessiert?

Bitte reichen Sie uns Ihre Bewerbung (inklusive Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin über unser Jobportal

<https://www.reactionbiology.com/company/careers#upload>

unter Nennung der ID BA-2025-01/PM ein.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung