

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

Technischer Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich In Chemico (GxP)

Aufgaben

- Mitwirkung bei der Entwicklung und Validierung neuer physikalisch-chemischer Analysenmethoden (vorrangig HPLC, CE-SDS, SPR)
- Durchführung und Dokumentation von Analysen zur Aktivitäts- und Reinheitsbestimmung mittels physikalisch-chemischer Methoden (in chemico) im Rahmen der Prüfung pharmazeutischer Ausgangsstoffe und Fertigprodukte
- Allgemeine Labororganisation
- Arbeiten und Dokumentation nach GxP-Vorgaben (GMP, GLP)
- Erstellung und Überarbeitung von Arbeitsanweisungen (SOP)
- Qualifizierung, Kalibrierung und Wartung von Analysen- und Laborgeräten

Dein Profil

- Abgeschlossene Ausbildung als Laborant (z. B. CTA, Chemielaborant, BTA) mit Berufserfahrung oder naturwissenschaftliches Studium (z. B. Chemie, Biochemie, Biotechnologie)
- Mehrjährige Erfahrung im Umgang mit HPLC- und CE-SDS-Analysemethoden und den zugehörigen Geräten
- Fundierte mehrjährige Erfahrung im regulierten Umfeld (GMP, GLP)
- Kenntnisse im Umgang mit SPR-Analysemethoden (Surface Plasmon Resonance) vorteilhaft, nicht zwingend erforderlich
- Fundierte PC-Anwenderkenntnisse (Waters Empower 3, Compass for iCE, Insight oder vergleichbar; Word und Excel)
- Präzise und strukturierte Arbeitsweise, hohe Eigenverantwortung
- Hohe Motivationskraft sowie Teamfähigkeit
- Gutes Deutsch in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil

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
- Zuschuss zur Bildschirmarbeitsplatzbrille
- Teamspirit: Firmenfeiern, Aktionstage und gemeinsame Events
- Kinderbetreuungszuschuss
- Firmenparkplätze bzw. Jobticket

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

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-2025-02/PM-LAB.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!