

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 spezialisiert auf die Entwicklung, Validierung und GMP-konforme Durchführung biologischer und analytischer Dienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie. Zur strategischen Weiterentwicklung unseres Leistungsportfolios bauen wir unseren **Bereich Physico-Chemical Analytics** weiter aus.

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

Abteilungsleitung Phys-Chem & Analytical Characterization (m/w/d)

Aufgaben

- Eigenverantwortlicher Aufbau und Weiterentwicklung des Phys-Chem-Bereichs am Standort Heidelberg
- Wissenschaftliche Betreuung und Bewertung von phys.-chem. Analytik zur Charakterisierung biopharmazeutischer Produkte im GMP- und GLP-regulierten Umfeld.
- Verantwortung für die Entwicklung, Validierung und den Transfer analytischer Methoden, insbesondere im Bereich SPR, CE-SDS und HPLC.
- Wissenschaftliche Betreuung und Beratung nationaler und internationaler Kunden
- Sicherstellung der regulatorischen Anforderungen sowie Erstellung und Review relevanter Dokumentationen
- Unterstützung beim Ausbau des analytischen Serviceportfolios und bei der Implementierung neuer Technologien

Dein Profil

- Promotion (PhD) in Chemie, Biochemie, Pharmazie, Biotechnologie oder einer vergleichbaren naturwissenschaftlichen Fachrichtung
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich physikalisch-chemischer Analytik biologischer oder biopharmazeutischer Produkte im regulierten Umfeld erforderlich
- **Fundierte praktische Erfahrung mit phys.-chem Methoden, insbesondere SPR und/oder CE-SDS.** Zusätzliche Erfahrung mit HPLC ist wünschenswert.
- Erfahrung im Kundenkontakt und in der wissenschaftlichen Beratung
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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

Wir bieten

- Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten
- Sichere, unbefristete Stelle mit 31 Tagen Urlaub
- Mitgliedschaft beim Sport- und Fitnessnetzwerk „Urban Sports“
- Prämien durch unser MitarbeiterInnenempfehlungsprogramm
- JobBike-Leasing & Jobticket für den Arbeitsweg
- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Teamspirit: Firmenfeiern, Aktionstage und gemeinsame Events
- Kinderbetreuungszuschuss
- Zuschuss zur privaten Altersvorsorge

Interessiert?

Bitte reichen Sie uns Ihre Bewerbung (inklusive Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an folgende E-Mail-Adresse: hr@reactionbiology.com unter Nennung der ID BA-2026-03/PM-Abteilungsleitung ein.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.