

*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](http://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

#### **Project Manager (m/w/d)** **im Bereich Entwicklung/Validierung von in vitro Assays**

#### Aufgaben

- Entwicklung, Qualifizierung und Validierung zellbasierter Bioassays unter GMP einschl. der Dokumentation nach GMP-Vorgaben
- Zeit- und qualitätsgerechte Planung, Auswertung und Dokumentation der Assays sowie Kommunikation an und mit Kunden
- Review von Rohdaten und Berichten, Erstellung von Entwicklungsberichten
- Erstellung und Überarbeitung von Arbeitsanweisungen (SOP) sowie die Überwachung von deren Einhaltung
- Betreuung von Laboranten und Koordination von Laborabläufen
- Planung, Durchführung und Auswertung von Methodvalidierungen, samt Erstellung von Validierungsplänen und -berichten
- Allgemeine Labororganisation im Bereich Zellkultur
- GMP-konforme Anschaffung und Pflege von Geräten inkl. Planung und Durchführung von Wartungen und Funktionstests, Durchführung von Schulungen sowie ggf. Validierung und Qualifizierungen von Geräten und Computergestützten Systemen
- Erstellung und Validierung von Auswerte-Templates (z. B. PLA 3.0)

#### Dein Profil

- Abgeschlossenes Hochschulstudium im naturwissenschaftlichen Bereich (Biologie, Biotechnologie, Biochemie oder einer vergleichbaren Fachrichtung) mit Promotion und mehrjähriger Berufserfahrung in einem molekularbiologischen Labor
- Fundierte praktische Erfahrungen in sterilen Arbeitstechniken, vorzugsweise in zellbasierten Assays, breites molekularbiologisches Methodenspektrum (z. B. Plate Reader, FACS, ELISA)
- Mehrjährige Berufserfahrung im GMP-Umfeld sowie Erfahrung mit Methodvalidierungen nach ICH, USP und EP
- Qualitätsbewusste und exakte Arbeitsweise mit eigenständigem Zeitmanagement, Planung, Analyse und Dokumentation experimenteller Arbeiten
- hohe Eigenmotivation, Belastbarkeit sowie ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket (Word und Excel), Erfahrung in biostatistischer Auswertung (z. B. MODDE, Statistica)
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

#### Wir bieten

- Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten
- Sichere, unbefristete Stelle mit 31 Tagen Urlaub und Sonderurlaub für persönliche Anlässe
- 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

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

**Interessiert?**

Bitte reichen Sie uns Ihre Bewerbung (inklusive Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an folgende E-Mail-Adresse: [hr@reactionbiology.com](mailto:hr@reactionbiology.com) unter Nennung der ID BA-2026-01/PM-Projectmanagement ein.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.