

*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

#### QC-Manager Gerätequalifizierung (m/w/d)

#### im Bereich Qualitätskontrolle (In-Vitro)

#### Aufgaben

- Planung, Koordination und Durchführung von Geräte-(re)-qualifizierungen inklusive Computerized Systems
- Planung, Koordination und Durchführung von Template-Validierungen
- Erstellung von Risikoanalysen, Lastenheften, Qualifizierungsplänen und -berichten (DQ, IQ, OQ, PQ)
- Koordination und Durchführung von Serviceanfragen (Wartung, Kalibrierung, Reparatur) sowie Koordination der externen Servicepartner
- Erstellung und Überarbeitung von Arbeitsanweisungen (SOP)
- Unterstützung bei der Erstellung und Bearbeitung von Abweichungen, Change Control und CAPA-Maßnahmen

#### Dein Profil

- Mehrjährige Berufserfahrung in der Qualitätssicherung eines GMP-regulierten (Pharma-)Unternehmens oder einem regulierten Arbeitsumfeld
- Mehrjährige Erfahrung in der Erstellung von Qualifizierungsdokumenten (URS, DQ, IQ, OQ, PQ)
- Mehrjährige Erfahrung in der Durchführung von Gerätequalifizierung und Validierung von Computerized Systems
- Kenntnisse im GMP-Regelwerk und der aktuellen Gesetzgebung (AMG, AMWHV)
- 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](mailto:hr@reactionbiology.com) unter Nennung der ID BA-2025-04/PM-QC.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung