

### Firmenprofil

Die Reaction Biology Europe GmbH ([www.reactionbiology.com](http://www.reactionbiology.com)) in Freiburg i.Br. ist ein Tochterunternehmen der Reaction Biology Corporation, dem größten globalen Anbieter von Kinase-Assays. Als weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen liefern wir durch modernste Wissenschaft hochintegrierte Daten mit leidenschaftlichem Service, um innovative Medikamente effektiver zu entdecken und zu entwickeln. Um dieses Ziel zu verfolgen, setzen wir auf begeisterte Menschen, die mit ihrem Talent unser wachsendes Unternehmen weiter stärken.

### Wir suchen

Zur Erweiterung unseres *Cellular Pharmacology* Teams suchen wir ab sofort in Voll- oder Teilzeit für ein Kundenprojekt von mindestens 10 Monaten eine/n

## Project Scientist (m/w/d)

### Aufgaben

- Mitarbeit an einem zellbasierten Kundenprojekt zur Entwicklung von Potency Assays
- Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Experimenten unter Anleitung erfahrener Study Directors
- Durchführung und Begleitung von zellbasierten Assays (vor allem Flow Cytometry, Reporter-Assays, Genexpressionsanalysen via qPCR, DNA-Methylierungsanalysen, Fluoreszenz-Mikroskopie)
- Arbeiten mit humanen Zelllinien
- Mithilfe bei der Auswertung, Dokumentation und Aufbereitung von Versuchsdaten
- Unterstützung bei der Erstellung von Kundenreports und Präsentationen
- Teilnahme an internen Projektmeetings sowie an regelmäßigen Abstimmungen mit dem Kunden
- Schrittweises Hineinwachsen in die eigenständige Betreuung von Projektaufgaben

### Dein Profil

- Abgeschlossenes Studium der Biowissenschaften (M.Sc., Promotion von Vorteil)
- Praktische Erfahrung in zellbasierter Laborarbeit und Standard-Zellkultur
- Grundkenntnisse oder Interesse an Methoden wie:
  - Flow Cytometry
  - Transfektionen und Reporter-Assays (z. B. Luciferase, Fluoreszenz)
  - Genexpressionsanalysen (RT qPCR)
- Sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise und Freude am experimentellen Arbeiten
- Interesse an kundenorientierter Projektarbeit
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und Motivation, sich fachlich weiterzuentwickeln

### Wir bieten

- Aktive Mitarbeit in der Entwicklung von Krebsmedikamenten in einem erfolgreich wachsenden internationalen und innovativen Biotech-Unternehmen
- Flexible Arbeitszeiten, sowie 31 Tage Urlaub
- Agile Teamstrukturen mit flachen Hierarchien und Matrixorganisation
- Mitgliedschaft beim Sport- und Freizeitprogramm Hansefit
- Betriebliche Bonusregelung, Kinderbetreuungsbonus bzw. Belegplätze bei der Kindertageseinrichtung „JuniKäfer“
- Mobilitätzuschuss
- Cloud-basierter digitaler Workspace und Zuschuss zur privaten Altersvorsorge

**Interessiert?**

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin unter Nennung der ID 2026-01-ProjectScientist-CP an folgende E-Mail-Adresse: [hr@reactionbiology.com](mailto:hr@reactionbiology.com). Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.