

*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, 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. Die Reaction Familie setzt auf begeisterte Menschen, die mit Talent, Engagement und Leidenschaft uns in der Umsetzung unserer Vision tatkräftig unterstützen

#### Wir suchen

Wir suchen für voraussichtlich 6 Monate eine/n engagierte/n Praktikant/in (m/w/d) für ein anspruchsvolles Forschungsprojekt im Bereich translationaler Immunologie (Starttermin Anfang 2027 gewünscht, aber verhandelbar). Das Projekt bietet die Möglichkeit, aktiv am Aufbau einer neuen Assay-Plattform mitzuwirken und dabei modernste Methoden der Immunanalyse kennenzulernen.

### Forschungspraktikant Immunologie (m/w/d)

Du möchtest verstehen, wie moderne Immuntherapien funktionieren und wie neue Medikamente das menschliche Immunsystem beeinflussen?

Dann bietet Dir dieses Projekt die Möglichkeit, eine neuartige Testplattform zur Untersuchung menschlicher T-Zell-Antworten mit aufzubauen. Ziel ist die Entwicklung eines Antigen-spezifischen Human-T-Zell-Assays, mit dem zukünftige Immuntherapeutika untersucht und charakterisiert werden können.

#### Aufgaben

- Praktische Durchführung humaner T-Zell-Assays:
  - Kultivierung und Stimulation humaner Immunzellen (PBMCs)
  - Untersuchung der T-Zellen mittels multiparametrischer Durchflusszytometrie
  - Analyse von Zytokinen mittels MSD-Multiplex-Assays
- Testung immunstimulierender und immunsuppressiver Wirkstoffe
- Auswertung und Interpretation experimenteller Daten
- Unterstützung bei der Erstellung wissenschaftlicher Protokolle und SOPs
- Präsentation von Ergebnissen innerhalb des Teams

#### Dein Profil

- Studium der Biologie, Biotechnologie, Molekularen Medizin, Biochemie, Immunologie oder eines vergleichbaren naturwissenschaftlichen Fachs
- Interesse an Immunologie und moderner Arzneimittelentwicklung
- Erste Laborerfahrung im Bereich (primärer) Zellkultur und Durchflusszytometrie gewünscht
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Freude am wissenschaftlichen Arbeiten
- Gute Deutsch- oder Englischkenntnisse

#### Wir bieten

- Mitarbeit in einem internationalen Forschungsumfeld
- Persönliche Betreuung durch erfahrene Wissenschaftler
- Flexible Arbeitszeiten
- kann im Rahmen einer Abschlussarbeit durchgeführt werden; die genauen Voraussetzungen sind individuell zu prüfen
- Einblicke in die industrielle Arzneimittelforschung

#### Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (inklusive Zeugnisse) und möglichem Eintrittstermin an folgende E-Mail-Adresse: [hr@reactionbiology.com](mailto:hr@reactionbiology.com) unter Nennung der ID RBE-2026-06/PM ein.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.