

Firmenprofil

Die Reaction Biology Europe GmbH (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 *In Vivo Pharmacology and Immuno-Oncology*-Teams suchen wir ab sofort in Voll- oder Teilzeit eine/n

Study Director – Immuno-Oncology (m/w/d)

Aufgaben

- Planung und fachliche Betreuung von zelluläre Kundenprojekten im Bereich Immuno-Onkologie
- Überprüfung und Analyse der Daten sowie Aufbereitung für Kundenreports
- Neu- und Weiterentwicklung immuno-onkologischer Assays
- Selbstständige Erstellung von SOPs
- Kommunikation und Diskussion präklinischer Daten mit internationalen Kunden

Dein Profil

- Abgeschlossenes Studium der Biowissenschaften (M.Sc., Promotion von Vorteil)
- Fundierte Fachkenntnisse in Immunologie und zellulären Assays
- Erfahrung in Standard-Zellkultur-Methoden und der Arbeit mit primären Zellen
- Praktische Erfahrung in der Durchflusszytometrie (FACS)
- Erfahrung mit Arbeiten unter BSL2 nach IfSG wünschenswert
- Erfahrung in immuno-onkologischen Co-Kultursystemen von Vorteil
- Kommunikationsstarke Persönlichkeit mit sehr guten Deutsch- & Englischkenntnissen

Wir bieten

- Aktive Mitarbeit in der Entwicklung von Krebsmedikamenten in einem erfolgreich wachsenden internationalen und innovativen Biotech-Unternehmen
- Flexible Arbeitszeiten
- Agile Teamstrukturen mit flachen Hierarchien und Matrixorganisation
- Sichere, unbefristete Stelle mit 31 Tagen Urlaub
- Mitgliedschaft beim Sport- und Freizeitprogramm Hansefit
- Betriebliche Bonusregelung, Kinderbetreuungsbonus bzw. Belegplätze bei der Kindertageseinrichtung „Junikäfer“
- Mobilitätszuschuss
- 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 2025-07-IO-PM an folgende E-Mail-Adresse: hr@reactionbiology.com. Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.