

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 im Bereich der präklinischen Medikamentenentwicklung mit Schwerpunkt Onkologie führen wir biochemische, zelluläre und tierexperimentelle Arbeiten im Kundenauftrag in unseren Laboratorien durch.

Wir suchen

Zur Erweiterung unseres „In Vivo Pharmacology-Teams“ suchen wir ab sofort (Vollzeit):

B.Sc. / VMTA / MTA / BTA / Biologielaborant / Tierpfleger (m/w/d)

Aufgaben

Durchführung von präklinischen in vivo Wirksamkeitsstudien zur Entwicklung neuer Medikamente für die Krebstherapie. Die Arbeit erfolgt im Team unter Anleitung des vorgesetzten Studienleiters.

Ihr Profil

- Erfahrung im Umgang mit Mäusen
- Besitz des FELASA Zertifikats (vormals Kategorie B)
- Kenntnisse in der Kultivierung von Zellen
- Zuverlässige, zielstrebige, eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise
- Bereitschaft zum Wochenenddienst (Dienstplan)
- Erfahrungen in der Labororganisation
- Fähigkeiten im Umgang mit Computern
- Englischkenntnisse und Kommunikationsvermögen für die Arbeit in einem internationalen Umfeld sind ein Plus

Wir bieten

- Einen modernen Arbeitsplatz und ein spannendes Aufgabengebiet beim Mitwirken in der Medikamentenentwicklung
- Arbeit in einer zukunftssicheren Branche in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen
- Flexible Arbeitszeiten
- Unbefristete Stelle mit 31 Tagen Urlaub und vertraglichen Sonderleistungen
- Wochenenddienst-Vergütung, betriebliche Bonusregelung, Kinderbetreuungsbonus
- Arbeitsplatz in Freiburg im attraktiven Dreiländereck Deutschland / Frankreich / Schweiz

Interessiert?

Bitte reichen Sie uns Ihre Bewerbung (inklusive Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin über unser Jobportal ein:

<https://www.reactionbiology.com/company/careers> unter Nennung der ID #RB-2020-10/CO.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.