

Firmenprofil

Die Reaction Biology Europe GmbH (www.reactionbiology.com) in Freiburg ist ein Tochterunternehmen der Reaction Biology Corporation, dem größten Anbieter von Kinase-Assays. Als globales und weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen im Bereich der präklinischen Medikamentenentwicklung mit Schwerpunkt Onkologie führen wir biochemische, zelluläre und tierexperimentelle Arbeiten im Kundenauftrag in unseren Laboratorien an vier Standorten weltweit durch und leisten dadurch einen wichtigen Anteil an der Erforschung und Entwicklung von lebensrettenden Medikamenten für den Menschen.

Wir suchen

Zur Erweiterung unseres „In Vivo Pharmacology-Teams“ suchen wir ab sofort eine*n Kolleg*in für den Bereich

Regulatory & Animal Affairs (m/w/d)

Aufgaben

- Eigenverantwortliche Kommunikation und Verwaltung intern und extern mit den Behörden im Bereich Tierschutz, Gentechnik und biologische Sicherheit
- Selbstständige Prüfung der Tierversuchsprotokolle in Bezug auf Tierethik
- Stellvertretung der Tierhausleitung
- Durchführung von internen Schulungen im Bereich Regulatory & Animal Affairs
- Durchführung von orthotopen Tumorimplantationen
- Leitung aller Phasen von Tierversuchen

Ihr Profil

- Abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin oder naturwissenschaftliches Studium
- Erfahrung mit tierexperimentellen Arbeiten mit Mäusen (vorzugsweise im Bereich Onkologie)
- Erfahrung im Bereich Tierschutz, z.B. durch eine Tätigkeit im öffentlichen Veterinärwesen oder eine versuchstierkundliche Tätigkeit im Bereich Wissenschaft und Forschung
- sehr gute Deutschkenntnisse
- gute Englischkenntnisse sind von Vorteil für die Arbeit in einem globalen Unternehmen

Wir bieten

- Aktive Mitarbeit in der Krebsmedikamentenentwicklung in einem erfolgreich wachsenden internationalen und innovativen Biotech-Unternehmen und in einem engagierten und gleichberechtigten Team.
- Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten
- Agile Teamstrukturen mit flachen Hierarchien und Matrixorganisation
- Sichere, unbefristete Stelle mit 31 Tagen Urlaub
- Betriebliche Bonusregelung, Kinderbetreuungsbonus
- Mitgliedschaft beim Sport- und Freizeitprogramm Hansefit
- Cloud-basierter digitaler Workspace und Zuschuss zur privaten Altersvorsorge

Interessiert?

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

<https://www.reactionbiology.com/company/careers#upload> unter Nennung der ID RB-2022-08/CO.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!