

Firmenprofil

Die ProQinase GmbH (www.proqinase.com) in Freiburg i.Br. ist seit Februar 2019 ein Tochterunternehmen der Reaction Biology Corporation (www.reactionbiology.com), einer amerikanischen Gesellschaft mit Sitz in Malvern/PA, USA, 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

Für unser „Cellular Pharmacology“-Team suchen wir ab sofort:

Research Technician (m/w/d) (MTA / BTA / Biologielaborant / M.Sc / B.Sc)

in Vollzeit- oder Teilzeitstelle, zur Durchführung von präklinischen zellulären Wirksamkeitsstudien zur Entwicklung neuer Medikamente für die Krebstherapie. Die Arbeit erfolgt im Team unter Anleitung des vorgesetzten Laborleiters.

Aufgaben

- Zellbiologische Arbeiten, z.B.
 - Kultivierung eukaryotischer Zellen
 - Proliferations- und Apoptose-Messungen (u.ä.)
 - Transfektionen, Arbeiten unter gentechnischer Sicherheitsstufen S1 und S2
 - Durchflusszytometrie (FACS)
- Biochemische Arbeiten, z.B.
 - SDS-PAGE/Western Blotting
 - PCR,
 - ELISA
- Labororganisation und Bestellwesen
- Dokumentation der Versuchsergebnisse am Computer

Ihr Profil

- Abgeschlossene Ausbildung als Technischer Assistent oder Biologielaborant
- oder Studienabschluss in der Biologie (o.ä.), *M.Sc. / B.Sc.*
- Kenntnisse möglichst vieler der genannten Methoden
- Zuverlässige, offene, eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise
- Erfahrung im Einsatz von Hochdurchsatz-Analysen und gute Englischkenntnisse sind ein Plus

Wir bieten

Exzellentes Training in einem erfahrenen Team und Karriereentwicklungsmöglichkeiten

Interessiert?

Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung ab sofort bis zum 30. Juni 2020 über unser Jobportal unter: <https://www.proqinase.com/online-job-application> unter Nennung der ID PQ-2020-05/JE.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.