



Die ProQinase GmbH (www.proqinase.com) ist als Tochterunternehmen der Reaction Biology Corp. (www.reactionbiology.com) ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen im Bereich der präklinischen Medikamentenentwicklung. Das Portfolio umfasst die Herstellung und den Verkauf rekombinanter Proteine, die Entwicklung und Durchführung biochemischer Assays sowie pharmakologischer Studien.

Wir suchen

■ für unser Team ab sofort einen

Medical Writer auf 450-EUR-Basis (m/w/d)

(Job#: PQ-33/hw)

Die Aufgabe umfasst das Erstellen von Abschlussberichten in englischer Sprache zu Studien in der Abteilung *In Vivo Pharmacology*.

Von den Bewerbern (gerne auch Masterstudenten Biologie) (m/w/d) erwarten wir folgende Qualifikationen:

- Ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift in Verbindung mit einem wissenschaftlich-fundierten Sprachstil bei der Erstellung von Berichten
- Naturwissenschaftliches Verständnis (bestenfalls im *in vivo* Forschungsbereich, aber nicht zwingend erforderlich)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Job# an:

ProQinase GmbH, 79108 Freiburg oder an:
info@proqinase.com