

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 Verstärkung unseres „Finance & Inside-Sales“-Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit eine/n

Kaufm. SachbearbeiterIn/ Assistant Finance & Inside Sales (m/w/d)

Aufgaben

- Rechnungsstellung und Mahnwesen
- Erstellung von Finanzberichten
- Erstellung von Standardangeboten für unsere Produkte
- Kommunikation mit internationalen Kunden
- Administratives Projektmanagement
- Bearbeitung Posteingang Accounting

Dein Profil

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Sehr gute Kenntnisse im Bereich Debitorenbuchhaltung
- Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Versierter Umgang mit Microsoft Office
- Gut strukturierte, sorgfältige, selbständige und teamorientierte Arbeitsweise
- Wünschenswert: Kenntnisse im Bereich Biowissenschaften / Life Sciences

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
- Fahrradleasing über BusinessBike als attraktiven Mobilitätsbenefit
- Betriebliche Bonusregelung, Kinderbetreuungsbonus bzw. Belegplätze bei der Kindertageseinrichtung „Junikäfer“
- Mobilitätzuschuss bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
- 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 2026-02-Assistant-KW an folgende E-Mail-Adresse:

hr@reactionbiology.com.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.