



nanjion

Nanion Technologies GmbH
 Ganghoferstraße 70a
 80339 Munich
 Germany
 Phone: +49 89 219095-67
 Fax: +49 89 2189979-60
 Email: labor@nanion.de
 Web: www.nanion.de

Ausschreibung Praxissemester (SS 2020 und WS 2020/21)

Wir suchen einen Praktikanten im Bereich Labor und Zellkultur (S1 Bereich).

Einarbeitung in folgende Themen:

Allgemeine Grundlagen im Labor:

- Sterile Arbeitstechniken
- Sicherheit am Arbeitsplatz
- Umgebungskontrollen

Weiterentwicklung:

Optimierung der Zellkultur:

- QC elektrophysiologischer Lösungen – patch clamp Experimente
- Zellkulturmedien und Zusätze
- Allgemeine Kultivierungstechniken adhärenter Zellen und Suspensionszellen
- Kultivierungstechniken von Neuronen und Kardiomyozyten
- Kryokonservierung

Übernahme eines eigenen Projektes mit Verantwortung für folgende Aufgaben (nach Einarbeitung):

- Eigenständige Kultivierung von HEK-BlueTM-2-Zellen
- Erkennung von Mykoplasmen über Toll-like Receptor 2 (TLR2)
- Transkriptionsfaktoren; TLR2 Signalkaskade im Überstand unterschiedlichster Zelllinien

Arbeiten im Team

Vergütung als Minijob

Bewerbungen via E-Mail an Labor@nanion.de

Fachbetreuer:

Axel Brüggemann, Lab Manager

Ulrich Thomas, Deputy Lab Manager

Handelsregister

Sitz: München
 Gericht: München
 HR.-Nr.: HRB 141401

Geschäftsführer:

Dr. Niels Fertig
 Dr. Andrea Brüggemann

Vorsitzender des Beirats:

Dr. Jan C. Behrends

Bankverbindung:

Deutsche Bank München
 BLZ 70070010
 Kto.-Nr.: 159996800
 IBAN DE89700700100159996800