

## SEMINAR:

# VERKAUF UND VERTRIEB FÜR JUNGE UNTERNEHMEN

Unternehmen mit einer guten Idee sollten nicht am Vertrieb scheitern. Leider passiert genau das oft in jungen Unternehmen. Die gute Nachricht: die Fähigkeiten des Vertriebs und Verkaufs können erlernt werden .

Am **30. März 2023** veranstaltet die Promega GmbH das eintägige Seminar „**Verkauf und Vertrieb für junge Unternehmen**“. Das **kostenlose Seminar** inkl. Mittagessen und Zeit zum Netzwerken findet in Wien statt und richtet sich an alle, die ein **Life Science Research Unternehmen gründen wollen oder bereits gegründet haben** und sich mit dem Thema Vertrieb näher beschäftigen wollen.

Ziel dieses Seminars ist es den TeilnehmerInnen eine **Übersicht und einen Einstieg in das Thema Verkauf und Vertrieb** zu vermitteln. Wir teilen Wissen aus der **Theorie und Praxis**, geben **Tipps** und **diskutieren Fragen**.

## AGENDA:

09:00 – 12:00 Uhr

- Einleitung
- Vertrieb & Verkauf
- Kunde, Kaufmotivation & Erwartung
- Vertriebsstrategie
- Vertriebskanäle

12:00 – 13:30 Uhr Mittagspause & Networking

13:30 – 16:00 Uhr

- Der Verkauf als Kreislauf
- Management der Kundenbeziehung
- Zusammenfassung
- Feedback

Bitte beachten Sie: der genaue Veranstaltungsort stand zum Zeitpunkt der Einladung noch nicht fest. Dieser wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt, wenn Sie sich anmelden!

Datum	Adresse	Raum	Zeit
Donnerstag, 30. März 2023	Wien		9:00 – 16:00 Uhr



Die Seminar-Plätze sind begrenzt.  
Bitte melden Sie sich an:

[www.promega.com/Junge-Unternehmen](http://www.promega.com/Junge-Unternehmen)