

AUSBILDUNG ZUM:

**INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU  
(M/W)**

## WAS MACHT EIN INDUSTRIEKAUFMANN (M/W)?

- Sich mit Kollegen aus anderen Abteilungen, Kunden und Lieferanten abstimmen
- Angebote einholen, vergleichen und auswählen; Bestellungen schreiben
- Angebote für Kunden erstellen, Aufträge prüfen und bestätigen
- Liefer-, Bestell- und Versandtermine koordinieren
- Rechnungen prüfen und buchen
- Unterstützung bei diversen Marketingaktivitäten (z.B. Messen)
- Organisation von Personalangelegenheiten
- Daten prüfen, auswerten, aufbereiten und Darstellen (z.B. in PowerPoint oder Excel)

## WIE LÄUFT DIE AUSBILDUNG BEI BERTHOLD TECHNOLOGIES AB?

- Dauer: Drei Jahre, Berufsfachschule, Fritz-Erler-Schule, Pforzheim
- Einsatz in verschiedenen Abteilungen (Einkauf, Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Lagerlogistik, Service, Finanzen & Controlling)
- Außerdem: Beim Durchlaufen der verschiedenen Abteilungen werden Sie vielfältige Tätigkeits- und Aufgabenbereiche erlernen, und dabei stets von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen begleitet, die Ihnen über die Schultern schauen und Sie mit Rat und Tat unterstützen werden.

## WAS MUSS ICH FÜR DIE AUSBILDUNG MITBRINGEN ?

- Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur
- Organisationstalent, Talent zu planen und Termine zu koordinieren
- Aufgeschlossenheit, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
- Herzblut, Engagement und eine große Portion Neugier

## WAS BIETET MIR BERTHOLD TECHNOLOGIES?

- Ausbildung auf höchstem Niveau
- Spannende Arbeit in einem Team
- 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten
- Faire Bezahlung: tarifgebundenes Gehalt, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Die Möglichkeit, sich einzubringen: bei Berthold sind Ihre Ideen und Ihre Meinung gefragt

## WAS KANN ICH SPÄTER MIT DER AUSBILDUNG ANFANGEN?

**Während Ihrer Ausbildung lernen Sie alle wesentlichen Funktionsbereiche unseres Unternehmens kennen. Dies bildet eine sehr gute Grundlage, um sich nach der Ausbildung in verschiedensten Bereichen weiterzuentwickeln und auch eine Fachlaufbahn anzustreben bzw. Führungsaufgaben zu übernehmen.**

**Kontakt:** Carolin Torres  
**Tel.:** 07081/177-104  
**E-Mail:** [Carolin.Torres@Berthold.com](mailto:Carolin.Torres@Berthold.com)

