

AUSBILDUNG ZUM:

**INDUSTRIEMECHANIKER (M/W)**

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

- Herstellung von Geräteteilen und Baugruppen für Maschinen und Produktionsanlagen und Umrüstung beim Wechsel von Produktionsgängen
- Überwachen und optimieren von Fertigungsprozessen
- Sicherstellung der reibungslosen Funktion von Fertigungsanlagen
- Inspektions-, Reparatur- und Wartungsaufgaben
- Beschaffung oder Anfertigung der erforderlichen Ersatzteile

## WIE LÄUFT DIE AUSBILDUNG BEI BERTHOLD TECHNOLOGIES AB?

- Dauer: 3 ½ Jahre, Gewerbliche Berufsfachschule Calw
- Die Ausbildung erfolgt in unserer Ausbildungswerkstatt, die in der Fertigung integriert ist
- Außerdem: Beim Durchlaufen der verschiedenen Produktionsbereiche lernen Sie u.a. die folgenden Ausbildungsinhalte kennen:
  - Manuelle Werkstoffbearbeitung, wie Feilen, Meißeln, Sägen, Gewindeschneiden, Umformen usw.
  - Maschinelle Werkstoffbearbeitung, wie Bohren, Senken, Reiben, Drehen, Fräsen, Schleifen
  - Kleinere Bauteile herstellen und montieren
  - Aufbau und Prüfung von Pneumatik, einschließlich elektronischer Komponenten numerisch gesteuerter Systeme (CNC-Technik)

## WAS MUSS ICH FÜR DIE AUSBILDUNG MITBRINGEN ?

- Hauptschul- oder Realschulabschluss
- Gute Leistungen in Mathematik und Physik
- Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
- 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

