

AUSBILDUNG ZUM:
MECHATRONIKER (M/W)

WAS MACHT EIN MECHATRIKER (M/W)?

- Herstellen von mechanischen, elektrischen sowie elektronischen Komponenten
- Montage komplexer mechatronischer Baugruppen nach Schaltplänen und Konstruktionszeichnungen
- Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur und Programmierung von Geräten und Systemen

WIE LÄUFT DIE AUSBILDUNG BEI BERTHOLD TECHNOLOGIES AB?

- Dauer: 3 ½ Jahre
Berufsfachschule Heinrich-Wieland-Schule Pforzheim
- Die Ausbildung erfolgt im Rahmen eines dualen Ausbildungssystems: Im Berufszentrum Pforzheim werden sämtliche theoretischen Grundlagen mit Bezug auf die Praktik vermittelt. In den Fachabteilungen der Firma Berthold durchlaufen Sie eine hochqualifizierte Ausbildung nach Rahmenplan der Industrie- und Handelskammer.
- Als Mechatroniker übernehmen Sie Aufgaben aus den Bereichen Mechanik, Elektronik und Informationstechnik.
- Während Ihrer Ausbildung lernen Sie die folgenden Ausbildungsinhalte kennen:
 - Grundlagen der Mechanik, arbeiten am Schraubstock sowie maschinelle Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe (bohren, fräsen, drehen)
 - Schaltpläne, Konstruktionszeichnungen und Bedienungsanleitungen lesen
 - Fertigen von Werkstücken nach technischen Zeichnungen Aufbau pneumatischer sowie elektro-pneumatischer Steuerungssysteme
 - Montage von mechanischen sowie elektrischen Baugruppen
 - Grundlagen der Analog- und Digitaltechnik sowie Fehlersuche an Geräten und Systemen
 - Programmieren von speicherprogrammierbaren Steuerungen
 - Prüfung und Inbetriebnahme elektrischer Systeme

WAS MUSS ICH FÜR DIE AUSBILDUNG MITBRINGEN?

- Realschulabschluss
- Gute Leistungen in Mathematik, Informatik und Physik
- Interesse an Mechanik in Verbindung mit Elektronik und Informatik
- Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
- Gewissenhaftigkeit und exakte Arbeitsweise
- 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?

Generell können Mechatroniker/-innen in Unternehmen fast aller industriellen Branchen tätig sein. Nach einigen Jahren Berufserfahrung kann z.B. eine Meisterprüfung abgelegt werden, um eigene Azubis auszubilden oder um sich selbständig zu machen.

Kontakt: Carolin Torres
Tel.: 07081/177-104
E-Mail: Carolin.Torres@Berthold.com

