

AUSBILDUNG ZUM:

ELEKTRONIKER FÜR GERÄTE UND SYSTEME (M/W)

WAS MACHT EIN ELEKTRONIKER FÜR GERÄTE UND SYSTEME (M/W)?

- Anfertigung, Inbetriebnahme und Instandsetzung von elektronischen Baugruppen und Geräten
- Elektronische Schaltungen entwickeln und überprüfen
- Entwicklungsingenieure bei ihrer Arbeit unterstützen
- Kleinere Metallarbeiten durchführen

WIE LÄUFT DIE AUSBILDUNG BEI BERTHOLD TECHNOLOGIES AB?

- Dauer: Dreieinhalb Jahre
1 Jahr Berufsfachschule (Heinrich-Wieland Schule, Pforzheim), 2 ½ Jahre betriebliche Ausbildung
- Außerdem: Die technische Grundausbildung erfolgt in unserer Ausbildungswerkstatt. Sie werden von erfahrenen Technikern 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
- Gutes Auffassungsvermögen
- Technisches Verständnis
- Farbunterscheidungsvermögen
- 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?

Elektronikern stehen aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten viele Wege im Unternehmen offen. Denkbar ist z. B. ein Einsatz in der Produktion, in der Entwicklung oder als Servicetechniker beim Kunden vor Ort.

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

