

AUSBILDUNG ZUR:

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W)

WAS MACHT EINE FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK?

- Waren annehmen, verbuchen und einlagern
- Kundenaufträge zusammenstellen, vorschriftsmäßig verpacken und die benötigten Begleitpapiere ausfüllen
- Be- und Entladen von LKWs, Sicherung und Kennzeichnung der Ware
- Einhaltung der verschiedenen Vorschriften (Zollbestimmungen, Gefahrgutverordnungen,...)
- Versandpapiere erstellen für Warenversand in Deutschland, der EU und weltweit
- Anforderungsgerechte Lagerung unter Einhaltung der Lagerordnung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Kundenreklamationen bearbeiten
- Die Produktionsabteilung mit Material versorgen

WIE LÄUFT DIE AUSBILDUNG BEI BERTHOLD TECHNOLOGIES AB?

- Dauer: Drei Jahre, Berufsfachschule Georg Kerschensteiner Schule, Mühlacker
- Außerdem: Die betriebliche Ausbildung erfolgt in unserem Lager- und Logistikzentrum. Sie werden von erfahrenen Fachlageristen begleitet, die Ihnen über die Schultern schauen und Sie mit Rat und Tat unterstützen werden.

WAS MUSS ICH FÜR DIE AUSBILDUNG MITBRINGEN?

- Hauptschulabschluss oder mittlere Reife
- Organisationstalent
- Lust, mit anzupacken
- Aufgeschlossenheit, Kundenorientierung 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?

Sie lernen während der Ausbildung alle Facetten der Lagerlogistik kennen und können daher in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Sollten Sie Interesse und das Potential für Führungsaufgaben haben, können Sie auch eine Weiterbildung, wie z.B. Betriebswirt für Logistik, anstreben

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

