

Bastelanleitung Doktorhut

Die Überreichung eines individuell gestalteten Doktorhutes an den frisch Promovierten ist eine schöne Tradition in vielen naturwissenschaftlichen Instituten. Der Hut, liebevoll von Kollegen und Kolleginnen gestaltet, reflektiert oft kreativ das Thema der Dissertation sowie besondere Eigenschaften des Absolventen.

Mit Hilfe dieser Anleitung könnt ihr den Rohling für den Doktorhut einfach selbst basteln.

Viel Spaß beim Basteln und Dekorieren!

Materialliste

- ▶ Schere
- ▶ Maßband oder Lineal
- ▶ Heißklebepistole oder Bastelkleber
- ▶ Quadratischer Karton für den Deckel (etwa 30x30 cm, Größe individuell anpassbar)
- ▶ Schwarzer Fotokarton für Zylinder und zum Bekleben des Deckels (70x100 cm)
- ▶ Dekoration für den Deckel, wie Fotos, Petrischalen, Stofftier-Luzi, etc.

Schritt 1: Der Zylinder

1. Messt den Kopfumfang mit dem Maßband.
2. Übertrag diese Maße auf den schwarzen Fotokarton, um den Streifen für den Zylinder zuzuschneiden. Der Streifen sollte etwa **17 cm hoch** sein. Die Länge ergibt sich aus dem **Kopfumfang plus zusätzlichen 2 cm** jeweils an den beiden schmalen Seiten des Streifens, die später als Klebefläche dienen (z. B. 56 cm Kopfumfang + 2 cm rechts + 2 cm links = 60 cm Länge).
3. Schneidet den Streifen aus. **Faltet 5 cm vom oberen Rand** des Streifens um und schneidet Zacken hinein. Diese dienen als Klebefläche für den Deckel.
4. Formt den Streifen **zu einem Zylinder** und verbindet die Enden mit der Heißklebepistole oder dem Bastelkleber.

abmessen und ausschneiden

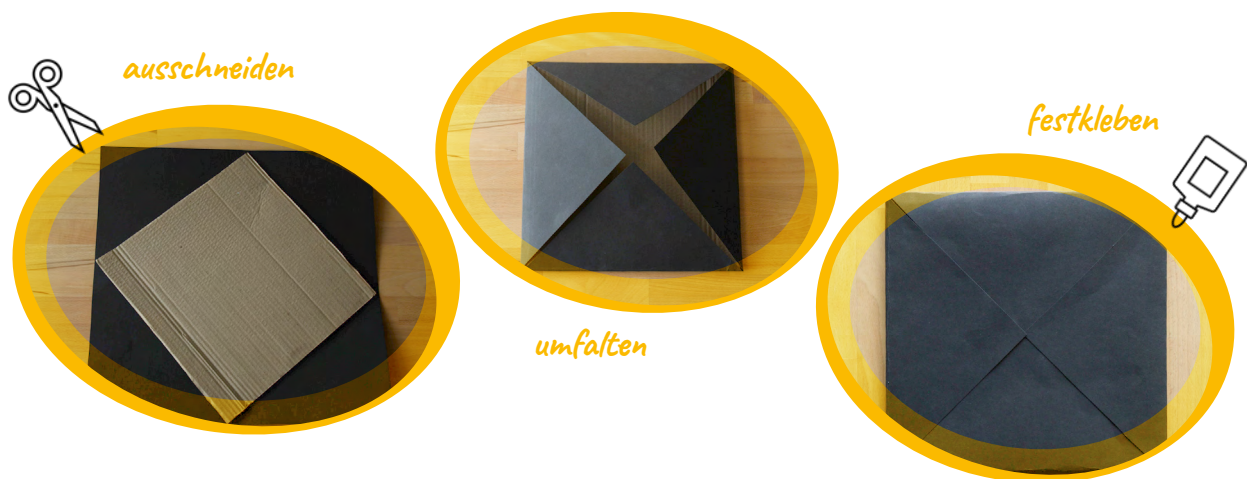


falten und kleben



Schritt 2: Der Deckel

1. Schneidet ein quadratisches Stück Karton für den Deckel des Doktorhutes aus (z.B. 30x30 cm).
2. Beklebt den Deckel vollständig mit schwarzem Tonpapier.
3. Klebt nun den Zylinder über die Zickzack-Flächen mittig auf die Rückseite des Deckels.



Schritt 3: Die Deko

1. Gestaltet den Deckel des Hutes individuell zum Thema der Dissertation.
2. Den Zylinder könnt ihr ebenfalls mit thematischen Bildern, Fotos oder Stickern bekleben.

*Deckel auf
Zylinder kleben,
dekorieren,
fertig!*

