

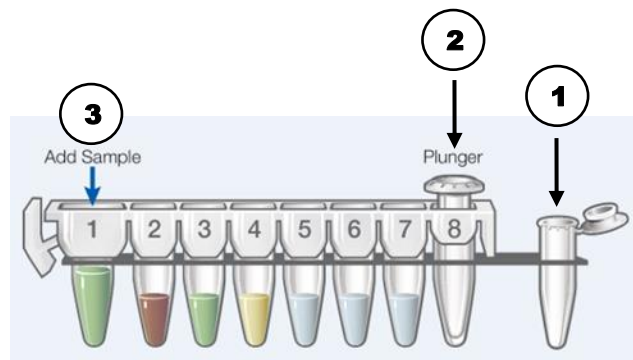
**Isolation von:** virale DNA  
**Zum Nachweis von:** HPV  
**Probenmaterial:** Abstrichtupfer (trocken oder ThinPreps)  
**Kit:** Maxwell RSC Blood DNA Kit **AS1400**

### Probenvorbereitung:

- 1.) Versetzen Sie den trockenen Abstrichtupfer mit **400 µl** Nuklease-freiem Wasser oder NaCl. Drücken Sie den Tupfer nach 10 Minuten Inkubationszeit vorsichtig in einem 1,5 ml Röhrchen aus.  
  
Bei Tupfern mit Transportmedium pipettieren Sie direkt **300 µl** des Mediums in ein 1,5 ml Röhrchen.
- 2.) **300 µl** Lysis Buffer und **30 µl** Proteinase K dazupipettieren.
- 3.) Ansatz vortexen und für 20 min bei 56°C inkubieren.

### Extraktion:

- 1.) Eine Kartusche in das Probenrack setzen und die Schutzfolie entfernen.
- 2.) Eines der im Kit enthaltenen Elutions-Gefäße in das Probenrack (s. ①) stellen.
- 3.) Einen Stößel an der angegebenen Position in der Kartusche (s. ②) platzieren.
- 4.) Elutions-Gefäß (s. ①) mit **60 µl** des mitgelieferten Elutionspuffers befüllen.
- 5.) Anschließend den gesamten Ansatz in die erste Kammer der Kartusche überführen (s. ③).
- 6.) Im Gerätemenü das Programm: **DNA → Blood** wählen und den Lauf starten.
- 7.) Nach der Extraktion mit dem Eluat wie vom Hersteller empfohlen verfahren.



Bitte beachten: Dieses Protokoll ist eine Anleitungs-Empfehlung und ersetzt keine laborinterne Evaluierung. Weitere Informationen erhalten Sie im Technical Manual unter [www.promega.com/resources/protocols](http://www.promega.com/resources/protocols)