

Isolation von: **virale DNA**

zum Nachweis von: **HPV**

Ausgangsmaterial: Abstrichtupfer (trocken oder ThinPreps)

Kit/Material: Maxwell® 16 LEV Blood Kit **AS1290**

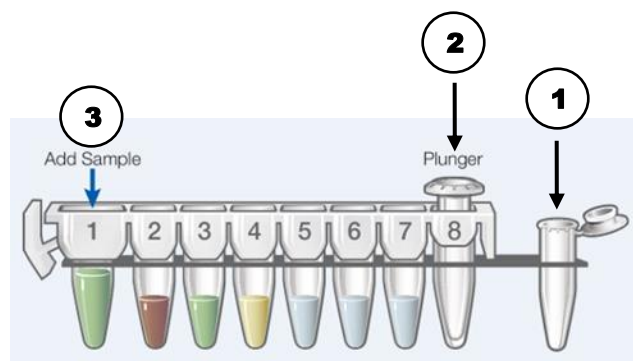
Probenvorbereitung:

- 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 LEV-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.) Elutionsgefäß (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: **Lauf → DNA → Blut** wählen und den Lauf starten.
- 7.) Nach der Extraktion das Eluat gemäß den Anforderungen des nachfolgenden Testsystems einsetzen.



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