

Isolation von: **Genomische DNA**

Ausgangsmaterial: Formalin-fixiertes und in Paraffin-eingebettetes Gewebe

Kit: Maxwell® 16 FFPE Plus LEV DNA Purification Kit **AS1135**

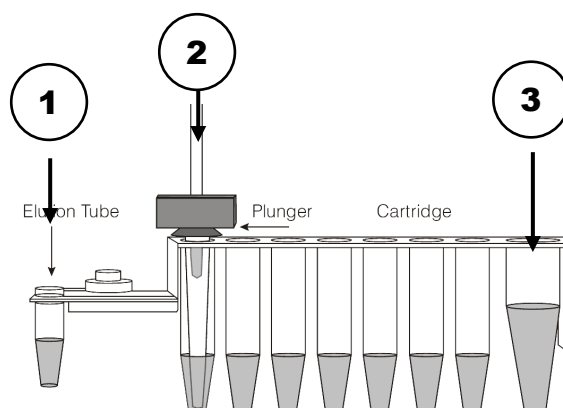
Optimiert für
hohe Ausbeute.
Für hohe
Reinheit AS1130
verwenden.

Probenvorbereitung:

- 1.) Lösen Sie die im Kit enthaltene lyophilisierte Proteinase K jeweils in **500 µl** Nuklease-freiem Wasser auf (Endkonzentration 20 mg/ml). Die so erhaltene Stammlösung können Sie anschließend aliquotieren und für den späteren Gebrauch einfrieren (-20°C, Haltbarkeit bis zu einem Jahr).
- 2.) Überführen Sie Ihr Probenmaterial (ein bis zehn 5 µm große FFPE-Schnitte) in ein geeignetes Probengefäß und überschichten es mit **180 µl** des mitgelieferten Inkubationspuffers und **20 µl** der unter 1.) hergestellten Proteinase K-Lösung. Die Schnitte sollten komplett mit der Flüssigkeit bedeckt sein!
- 3.) Inkubieren Sie den Ansatz für wenigstens 1 h bei 70°C (bessere Ausbeuten erhalten Sie bei längerer Inkubation von 8 h oder über Nacht).
- 4.) Fügen Sie **400 µl** des mitgelieferten Lyse-Puffers hinzu und vortexen Sie anschließend den Ansatz kurz.

Extraktion:

- 1.) Setzen Sie eine LEV-Kartusche in das Probenrack und entfernen Sie die Schutzfolie.
- 2.) Stellen Sie eines der im Kit enthaltenen Elutions-Gefäße in das Probenrack und befüllen Sie dieses mit **50 µl** des mitgelieferten Nuklease-freien Wassers (s. **1**).
- 3.) Platzieren Sie einen Stößel an der angegebenen Position in der Kartusche (s. **2**).
- 4.) Überführen Sie anschließend den gesamten Ansatz in die erste Kammer der Kartusche (s. nachfolgende Zeichnung, **3**). Eventuell im Probengefäß vorhandene Paraffin-Reste sollten nicht in die Maxwell-Kartusche transferiert werden!
- 5.) Wählen Sie im Gerätemenü für **LEV** das Programm: **DNA → FFPE/Zellen** und starten Sie den Lauf.
- 6.) Nach der Extraktion setzen Sie das Eluat gemäß den Anforderungen des nachfolgenden Testsystems ein.



Weitere Informationen erhalten Sie im Technical Manual unter
www.promega.com/resources/protocols