



Wichtige Hinweise

bei der Verwendung von ProteasMAX™ Surfactant, Trypsin Enhancer
V2071, V2072

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie ProteasMAX™ Surfactant, Trypsin Enhancer zur Unterstützung Ihres Trypsinverdau gewählt haben. Unten haben wir für Sie einige wertvolle Tipps zusammengestellt, um Ihre Arbeit mit ProteasMAX™ zu erleichtern.

1. ProteasMAX™ Surfactant, Trypsin Enhancer ist so konzipiert, dass es über die Dauer einer Trypsinverdaureaktion degradiert. Wir empfehlen eine ProteasMAX™ Konzentration von 0.025% für den Verdau im Gel bzw. eine maximale Konzentration von 0.05% für den Verdau von Membranproteinen in Lösungen. Bei höheren Konzentrationen können ProteasMAX™ Degradationsprodukte präzipitieren und zum Verlust von Peptiden führen.
2. ProteasMAX™ Konzentrationen bis zu 0.2% oder höher können notwendig sein, um Membranproteine in Lösung zu bringen. Bitte verdünnen Sie anschließend die Proteine vor dem Trypsinverdau bis auf die unter 1. angegebenen ProteasMAX™ Konzentrationen.
3. ProteasMAX™ wird zurzeit für den Verdau in Gelen empfohlen, bei denen die Proteine mit Coomassie Blue R250 sichtbar gefärbt werden können (mind. 50 ng). Die Anwendung von ProteasMAX™ für den Verdau in Gelen mit geringeren Proteinmengen befindet sich in der Entwicklung.
4. Im Anschluß an den Verdau im Gel empfehlen wir eine Solid Phase Extraction (SPE) mit 0.6 µl C18 ZipTip® oder vergleichbaren C18 Tips (z.B. 10 µl OMIX® Tips) durchzuführen, um Peptide aufzureinigen und aufzukonzentrieren. Die Verwendung von 0.2 µl C18 Tips kann aufgrund der kompetitiven Bindung von ProteasMAX™ Degradationsprodukten und Peptiden an die Säule zu Peptidverlusten führen.
5. Bei ausreichend hohen Ausgangsproteinmengen kann die Probe direkt per MALDI ohne SPE analysiert werden. ProteasMAX™ Degradationsprodukte beeinflussen MALDI nicht.
6. Wir empfehlen, vor der Probenanalyse per ESI eine LC vorzuschalten oder SPE durchzuführen und raten von einer direkten Analyse ab.

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Technical Bulletin 373, das dieser Produktlieferung beiliegt. Bei Fragen steht Ihnen Herr Dr. Jan Adam aus unserer Technischen Beratung unter der Telefonnummer 0621-8501-278 gerne zur Seite.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der MS Probenvorbereitung!
Ihre Promega GmbH