

PCR-oprensning

PCR Kleen Spin Columns

Katalog nr. 732-6300EDU (25 stk)

Hvad bruges Quantum Prep Kleen Spin søjlerne til?

Quantum Prep Kleen Spin søjlerne bruges til fjerne urenheder som dNTP, polymerase, primere og primer-dimere fra PCR produkter ≥ 200 bp. Det er en hurtig og effektiv måde at sikre sig, at PCR-produktet er rent og derved klar til at benyttes i ligering, i restriktionszymanalyser og nested PCR.

Hver lille søjle er fyldt med søjlemateriale i TE-buffer pH 7,4, autoklaveret og DNasefri. I pakken findes der desuden autoklaverbare vaske- og opsamlingsrør – henholdsvis 2,0mL og 1,5mL mikrocentrifugerør.

Søjlerne er mest velegnet til volumenstørrelser på 25-100 μ L. Er det volumen, der skal køres igennem, større end 100 μ L, bør det fordeles på flere søjler.

Fremgangsmåde:

1. Resuspender materialet i søjlerne ved at vortex'e i 5 sekunder eller knipse på søjlerne
2. Fjern låget og bræk spidsen af og stil søjlen i et 2,0 mL vaskerør
3. For-centrifuger søjlen ved lav hastighed (3000 rpm) i 1 minut
4. Stil søjlen i et rent 1,5mL opsamlingsrør (mikrocentrifugerør)
5. Tilsæt prøven (25-100 μ L) til søjlen ovenpå søjlematerialet. Undgå at røre søjlematerialet.
6. Centrifuger opsamlingsrøret med søjlen i 2 minutter ved 735xg (3000 rpm)
7. Det rene PCR-produkt befinder sig nu i bunden af 1,5 mL røret – fjern søjlen og luk opsamlingsrøret – stil i fryseren
8. Afskaf den brugte søjle som foreskrevet.

Påsætning af prøven:

