

Item Number	DoubleDye Probes 3' EDQ
PB-DD300-004	DD Probe 5' TAMRA + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD300-020	DD Probe 5' TAMRA + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD300-100	DD Probe 5' TAMRA + 3' EDQ 1000 nmol
PB-DD301-004	DD Probe 5' FAM + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD301-020	DD Probe 5' FAM + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD301-100	DD Probe 5' FAM + 3' EDQ 1000 nmol
PB-DD310-004	DD Probe 5' HEX + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD310-020	DD Probe 5' HEX + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD310-100	DD Probe 5' HEX + 3' EDQ 1000 nmol
PB-DD312-004	DD Probe 5' TET + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD312-020	DD Probe 5' TET + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD312-100	DD Probe 5' TET + 3' EDQ 1000 nmol
PB-DD314-004	DD Probe 5' JOE + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD314-020	DD Probe 5' JOE + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD314-100	DD Probe 5' JOE + 3' EDQ 1000 nmol
PB-DD316-004	DD Probe 5' ROX + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD316-020	DD Probe 5' ROX + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD316-100	DD Probe 5' ROX + 3' EDQ 1000 nmol
PB-DD320-004	DD Probe 5' Rhodamine-6G + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD320-020	DD Probe 5' Rhodamine-6G + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD320-100	DD Probe 5' Rhodamine-6G + 3' EDQ 1000 nmol
PB-DD340-004	DD Probe 5' Yakima Yellow® + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD340-020	DD Probe 5' Yakima Yellow® + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD340-100	DD Probe 5' Yakima Yellow® + 3' EDQ 1000 nmol
PB-DD345-004	DD Probe 5' Dragonfly Orange™ + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD345-020	DD Probe 5' Dragonfly Orange™ + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD345-100	DD Probe 5' Dragonfly Orange™ + 3' EDQ 1000 nmol
PB-DD380-004	DD Probe 5' DYOMICS + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD380-020	DD Probe 5' DYOMICS + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD380-100	DD Probe 5' DYOMICS + 3' EDQ 1000 nmol
PB-DD390-004	DD Probe 5' ATTO + 3' EDQ 40 nmol
PB-DD390-020	DD Probe 5' ATTO + 3' EDQ 200 nmol
PB-DD390-100	DD Probe 5' ATTO + 3' EDQ 1000 nmol