

| Item Number | DoubleDye Probes 3' DDQ |
|--------------|---|
| PB-DD401-004 | DD Probe 5' FAM + 3' DDQ I 40 nmol |
| PB-DD401-020 | DD Probe 5' FAM + 3' DDQ I 200 nmol |
| PB-DD401-100 | DD Probe 5' FAM + 3' DDQ I 1000 nmol |
| PB-DD410-004 | DD Probe 5' HEX + 3' DDQ I 40 nmol |
| PB-DD410-020 | DD Probe 5' HEX + 3' DDQ I 200 nmol |
| PB-DD410-100 | DD Probe 5' HEX + 3' DDQ I 1000 nmol |
| PB-DD412-004 | DD Probe 5' TET + 3' DDQ I 40 nmol |
| PB-DD412-020 | DD Probe 5' TET + 3' DDQ I 200 nmol |
| PB-DD412-100 | DD Probe 5' TET + 3' DDQ I 1000 nmol |
| PB-DD414-004 | DD Probe 5' JOE + 3' DDQ I 40 nmol |
| PB-DD414-020 | DD Probe 5' JOE + 3' DDQ I 200 nmol |
| PB-DD414-100 | DD Probe 5' JOE + 3' DDQ I 1000 nmol |
| PB-DD416-004 | DD Probe 5' ROX + 3' DDQ I 40 nmol |
| PB-DD416-020 | DD Probe 5' ROX + 3' DDQ I 200 nmol |
| PB-DD416-100 | DD Probe 5' ROX + 3' DDQ I 1000 nmol |
| PB-DD420-004 | DD Probe 5' Rhodamine-6G + 3' DDQ II 40 nmol |
| PB-DD420-020 | DD Probe 5' Rhodamine-6G + 3' DDQ II 200 nmol |
| PB-DD420-100 | DD Probe 5' Rhodamine-6G + 3' DDQ II 1000 nmol |
| PB-DD440-004 | DD Probe 5' Yakima Yellow® + 3' DDQ I 40 nmol |
| PB-DD440-020 | DD Probe 5' Yakima Yellow® + 3' DDQ I 200 nmol |
| PB-DD440-100 | DD Probe 5' Yakima Yellow® + 3' DDQ I 1000 nmol |
| PB-DD480-004 | DD Probe 5' DYOMICS + 3' DDQ I 40 nmol |
| PB-DD480-020 | DD Probe 5' DYOMICS + 3' DDQ I 200 nmol |
| PB-DD480-100 | DD Probe 5' DYOMICS + 3' DDQ I 1000 nmol |
| PB-DD500-004 | DD Probe 5' TAMRA + 3' DDQ II 40 nmol |
| PB-DD500-020 | DD Probe 5' TAMRA + 3' DDQ II 200 nmol |
| PB-DD500-100 | DD Probe 5' TAMRA + 3' DDQ II 1000 nmol |
| PB-DD530-004 | DD Probe 5' Texas Red® + 3' DDQ II 40 nmol |
| PB-DD530-020 | DD Probe 5' Texas Red® + 3' DDQ II 200 nmol |
| PB-DD530-100 | DD Probe 5' Texas Red® + 3' DDQ II 1000 nmol |
| PB-DD545-004 | DD Probe 5' Dragonfly Orange™ + 3' DDQ II 40 nmol |
| PB-DD545-020 | DD Probe 5' Dragonfly Orange™ + 3' DDQ II 200 nmol |
| PB-DD545-100 | DD Probe 5' Dragonfly Orange™ + 3' DDQ II 1000 nmol |
| PB-DD550-004 | DD Probe 5' Cy® 3 + 3' DDQ II 40 nmol |
| PB-DD550-020 | DD Probe 5' Cy® 3 + 3' DDQ II 200 nmol |
| PB-DD550-100 | DD Probe 5' Cy® 3 + 3' DDQ II 1000 nmol |
| PB-DD555-004 | DD Probe 5' Cy5® + 3' DDQ II 40 nmol |
| PB-DD555-020 | DD Probe 5' Cy5® + 3' DDQ II 200 nmol |
| PB-DD555-100 | DD Probe 5' Cy5® + 3' DDQ II 1000 nmol |
| PB-DD590-004 | DD Probe 5' ATTO + 3' DDQ II 40 nmol |
| PB-DD590-020 | DD Probe 5' ATTO + 3' DDQ II 200 nmol |
| PB-DD590-100 | DD Probe 5' ATTO + 3' DDQ II 1000 nmol |