



**SNIPASE™ A/G**  
***E. coli* MutY DNA**  
**Glycosylase**  
**Catalog #: 4000-500-EB**  
**Storage: -20°C**  
**TREVIGEN®**  
**1-800-873-8443**

**SNIPASE™ A/G**  
***E. coli* MutY DNA**  
**Glycosylase**  
**Catalog #: 4000-500-EB**  
**Storage: -20°C**  
**TREVIGEN®**  
**1-800-873-8443**