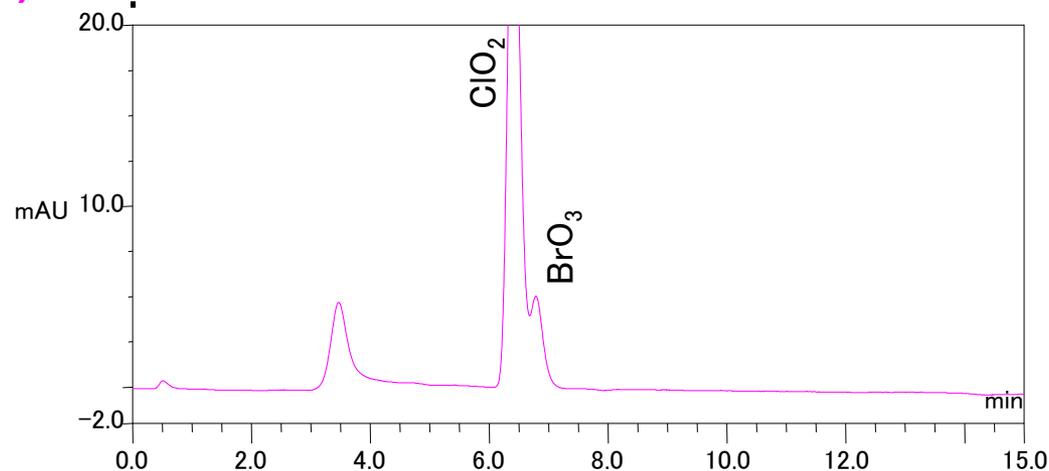


15%次亜塩素酸ナトリウム中 ClO_2^- と BrO_3^- の測定

A) AS23カラム使用



測定条件

カラム : A) IonPac AG23/ AS23
 : B) IonPac AG18/ AS18
溶離液 : A) 4.5mM Na_2CO_3 / 0.8mM NaHCO_3
 : B) 3.75mM Na_2CO_3 / 0.1mM NaHCO_3
溶離液流量 : 1.0mL/min
サプレッサー : AMMS-300 ,
再生液 : 12.5mmol/L H_2SO_4
検出器 : 電気伝導度検出器
カラム温度 : 30°C
試料導入量 : 100 μL

ポストカラム誘導体化-UV検出条件

反応液 : A_1.2mmol/L NaNO_2
 : B_1.5mol/L KBr / 1.0mol/L H_2SO_4
反応液流量 : A_0.2mL/min
 : B_0.4mL/min
反応温度 : 40°C
UV測定波長 : 268nm
試料 : 次亜塩素酸ナトリウムを1mg 秤り取り、
超純水で1Lとし、エチレンジアミン溶液
(50mg/mL) 2mL添加したもの

B) AS18カラム使用

